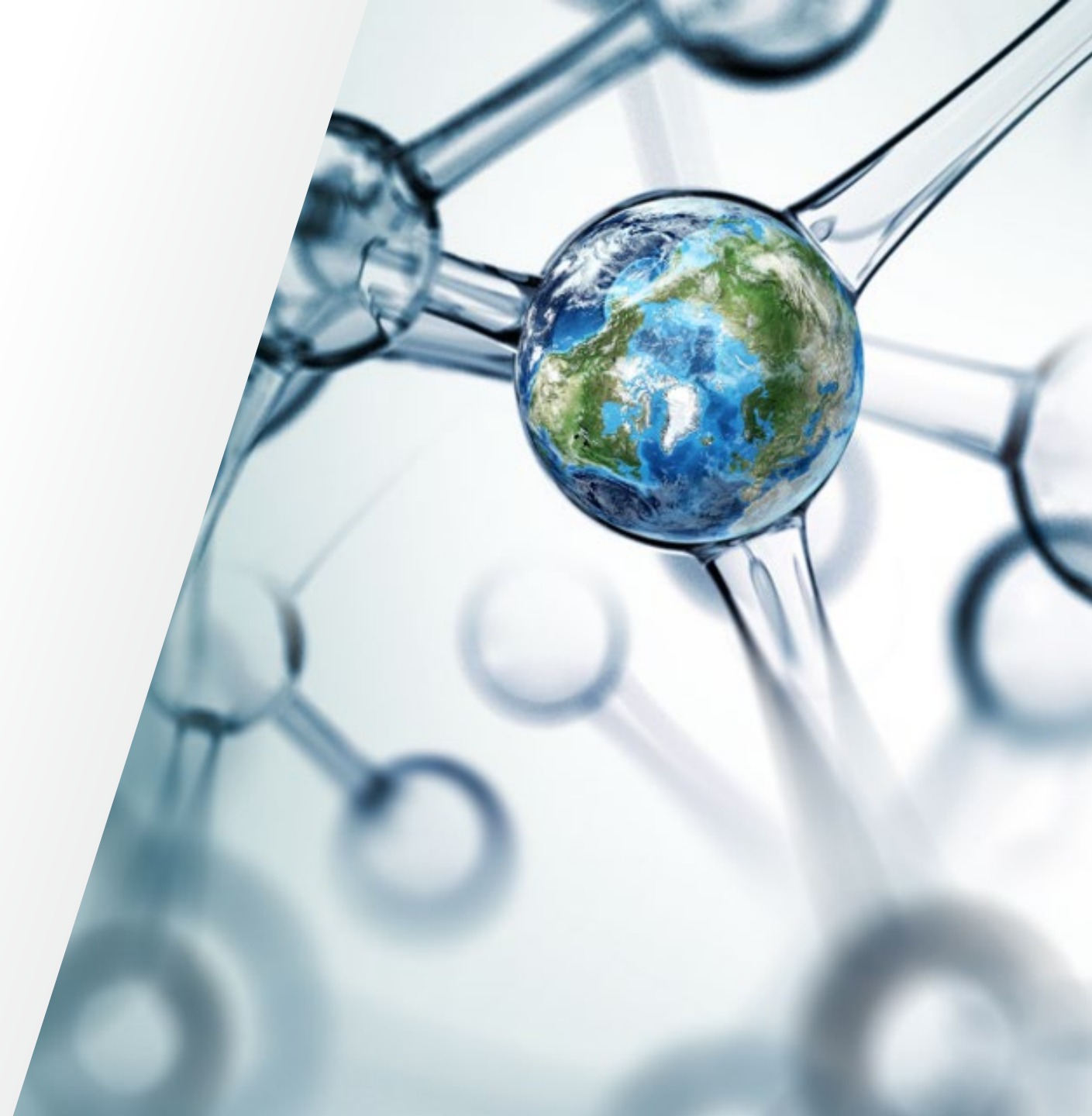


# Coupa Supplier Portal (CSP) Guide de l'utilisateur pour les fournisseurs tiers

 The world leader in serving science



## CONTENU *Cliquez sur le titre pour passer à la section*

[Introduction](#)

[Ce qui change](#)

[Avantages pour les fournisseurs](#)

[Introduction au portail fournisseurs Coupa](#)

[Enregistrement de votre compte CSP](#)

[Gestion de votre compte CSP](#)

[Principales caractéristiques du CSP](#)

[Affichage de vos bons de commande](#)

[Création d'une facture](#)

[Exigences relatives à la facture](#)

[Pourquoi facturer via CSP](#)

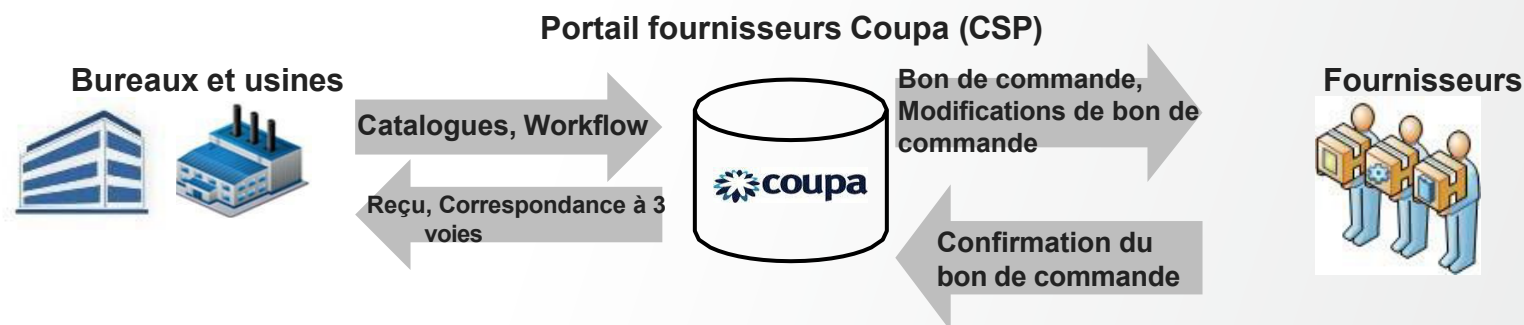
[Entités Thermo Fisher concernées](#)

[Assistance](#)

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Introduction à Coupa

- Coupa est un logiciel cloud convivial d'approvisionnement en ligne et de collaboration avec les fournisseurs.
- Coupa fournit à Thermo Fisher UNE plateforme, UN environnement qui intègrent nos workflows d'achat, d'approvisionnement et de facturation
- Coupa est une **plateforme d'approvisionnement électronique** de premier plan qui connecte les acheteurs à leurs fournisseurs.
- Coupa est une solution **basée sur Internet** capable de s'adapter à une variété de systèmes différents
- Le portail fournisseurs **Coupa (CSP)** est destiné à **communiquer les bons de commande, à vous permettre de créer et d'envoyer des factures, à résoudre les litiges et à fournir une visibilité du statut** (« Bon de commande préfixé CP » uniquement)
- Le portail fournisseurs **Coupa (CSP)** est **GRATUIT**, son utilisation est gratuite pour tous les fournisseurs



# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Ce qui change

**Transmission de bon de commande**

E-mails de bon de commande  
Téléphone/E-mail pour les commandes sans bon de commande

Transmission par e-mail avec lien vers le portail fournisseurs

**Confirmations de bon de commande**

Bon de commande confirmé par téléphone/e-mail  
Manque de confirmation possible

Confirmation du bon de commande via l'interface  
commande d'état dans l'outil

**Statut de la transaction**

Statut de la transaction non suivi  
Aucune communication avec le fournisseur

Suivi de l'état via l'interface  
communication avec le fournisseur

**Transformation des bons de commande/Facturation**

Le fournisseur soumet une facture papier/PDF  
Avant l'approbation pour une correspondance à 3 voies (bon de commande/reçu de marchandises/facture)

Le fournisseur transforme le bon de commande (interface) Correspondance à 2 voies  
automatique (bon de commande)/paiement

## Avantages pour les fournisseurs

### Coupa se concentre sur la réussite de ses clients :

- **Utilisation gratuite** du portail fournisseurs Coupa (CSP) convivial
- **Consultez vos bons de commande** (bon de commande préfixé « CP ») et obtenez un résumé des bons de commande de Thermo Fisher
- **Créez une facture directement à partir du bon de commande dans le CSP**, en renseignant facilement les champs requis Numéro de facture et date à l'écran Créer une facture. Vous pouvez joindre une copie de votre facture
- **Résoudre les factures contestées** via des notifications reçues, avec la raison du litige et la possibilité d'annuler ou d'ajuster la facture. Vous pourrez suivre le nouveau statut, de contestation à en attente

### Bons de commande

Réseau  
cXML  
E-mail/HTML

### Factures

Réseau  
Notification exploitable par le  
fournisseur (SAN)  
cXML

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Introduction au portail fournisseurs Coupa (CSP)

- Le portail fournisseurs Coupa (CSP) est un outil en ligne qui sert d'interface entre les fournisseurs et Thermo Fisher. Il permettra d'effectuer les actions suivantes :
- Échanger des bons de commande et des factures entre Thermo Fisher et les fournisseurs
- Offrir une visibilité accrue tout au long des processus de commande et de facturation

The screenshot shows the 'coupa supplier portal' interface. On the left, there is a 'Register' section with fields for 'First Name', 'Last Name', 'Company', and 'Email', and a 'Register' button. On the right, there is a 'Log In' section with fields for 'Email Address' and 'Password', a 'Log In' button, and a link for 'Forgot Your Password?'. A blue arrow points from this page towards the right.

Page de connexion

The screenshot shows the 'coupa supplier portal' home page for a supplier named 'Karina Dummy Supplier'. The page features a navigation menu at the top with options like 'Home', 'Profile', 'Orders', 'Service/Time Sheets', 'ASN', 'Invoices', 'Catalogs', 'Business Performance', 'Sourcing', 'Add-ons', and 'Setup'. Below the navigation, there is a 'Recommended' section with a 'Complete your profile' message and an 'Improve Your Profile' button. The 'Profile Summary' section displays three key metrics: '38 Legal Entities', '1 Registered User', and '42 Connected Customers'. There are also sections for 'Announcements', 'One-Click Savings', 'Merge Accounts', and 'Latest Customers'. A blue arrow points from the registration page to this home page.

Page d'accueil

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Enregistrement de votre compte Coupa Supplier Portal (CSP)

- Vous pouvez recevoir une invitation par e-mail de la part de Thermo Fisher vous invitant à rejoindre le portail fournisseurs Coupa
- Pour vous inscrire, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  1. Suivez les instructions figurant sur l'invitation par e-mail
  2. Inscrivez-vous directement à l'adresse <https://supplier.coupa.com>
  3. Connectez-vous avec votre accès Coupa existant :  
*Configuration > Liens de connectivité > Sélectionnez « Thermo Fisher Scientific » dans le champ de recherche > Indiquez le nom/l'adresse e-mail du contrat Thermo Fisher avec lequel vous travaillez > Envoyer*
- Pour toute question, veuillez contacter : [SupplierEnablementEMEA@thermofisher.com](mailto:SupplierEnablementEMEA@thermofisher.com)

Inscrivez-vous ici

The screenshot displays the 'coupa suppliers' portal interface. On the left, the 'Get Started' section is titled 'Signing up is FAST and FREE!' and contains four input fields: '\* First Name', '\* Last Name', '\* Company', and '\* Email'. Below these fields is a blue button labeled 'Request an Invite'. On the right, the 'Log In' section is titled 'Welcome back, we missed you!' and contains two input fields: '\* Email' (with a placeholder 'Email Address') and '\* Password' (with a placeholder 'Password'). Below these fields is a blue button labeled 'Log In' and a link that says 'Forgot your password?'. Red arrows point from external text boxes to the 'Request an Invite' button, the 'Log In' button, and the 'Forgot your password?' link.

Connectez-vous ici

Mot de passe oublié ?

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Gestion de votre compte Coupa Supplier Portal (CSP)

### ÉTAPE 1 : Configurer le profil de l'entreprise / entité juridique (8 sous-étapes)

- 1 Dans le menu principal, cliquez sur l'onglet **Configuration**
- 2 Cliquez sur l'option Configuration de l'**entité juridique**
- 3 Cliquez sur **Ajouter une entité juridique**

The screenshot displays the Coupa Supplier Portal interface. At the top, the navigation bar includes 'Home', 'Profile', 'Orders', 'Service/Time Sheets', 'ASN', 'Invoices', 'Catalogs', 'Business Performance', 'Sourcing', 'Add-ons', and 'Setup'. The 'Setup' menu item is highlighted with a red box and a '1' in a circle. Below the navigation bar, the 'Admin' section is active, showing 'Legal Entity Setup'. In the left sidebar, 'Legal Entity Setup' is highlighted with a red box and a '2' in a circle. The main content area shows a table of legal entities with 'Actions' buttons for each. The 'Add Legal Entity' button is highlighted with a red box and a '3' in a circle.

Legal Entity	
▼ Karina Dummy Supplier	Actions ▼
▼ AIRGAS DRY ICE LLC	Actions ▼
▼ Karina Dummy Supplier	Actions ▼
▼ abbot laboratories	Actions ▼
▼ Sonoco_US_0000064122	Actions ▼



# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Gestion de votre compte Coupa Supplier Portal (CSP)

### ÉTAPE 1 : Configurer le profil de l'entreprise / entité juridique

4 Saisissez le nom de l'entité juridique, sélectionnez le pays et continuez

Where's your business located?

Setting up your business details in Coupa will help you meet your customer's invoicing and payment requirements. For best results with current and future customers, complete as much information as possible.

\* Legal Entity Name

Country/Region

This is the official name of your business that is registered with the local government and the country/region where it is located.

5 Saisissez l'adresse de facturation et le numéro d'identification fiscale de votre société

What address do you invoice from?

\* Address Line 1

Address Line 2

\* City

State

\* Postal Code

Country/Region

Use this address for Remit-To *i*

Use this for Ship From address *i*

**REQUIRED FOR INVOICING**

Enter the registered address of your legal entity. This is the same location where you receive government documents. *i*

What is your Tax ID? *i*

Country/Region

Tax ID

I don't have Tax ID Number

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Gestion de votre compte Coupa Supplier Portal (CSP)

### ÉTAPE 1 : Configurer le profil de l'entreprise / entité juridique

6 À la base de l'écran, cliquez sur : Informations bancaires et attribution de clients

Miscellaneous

Invoice From Code

Preferred Language

[Bank Info and Assign Customers >](#)

7 Sélectionnez les clients à inclure et cliquez sur Terminé

Assign Customers

Who do you want to see this?

NJ

Thermo Fisher Scientific

8 Coupa confirmera que la configuration est terminée

Setup Complete

Congratulations!

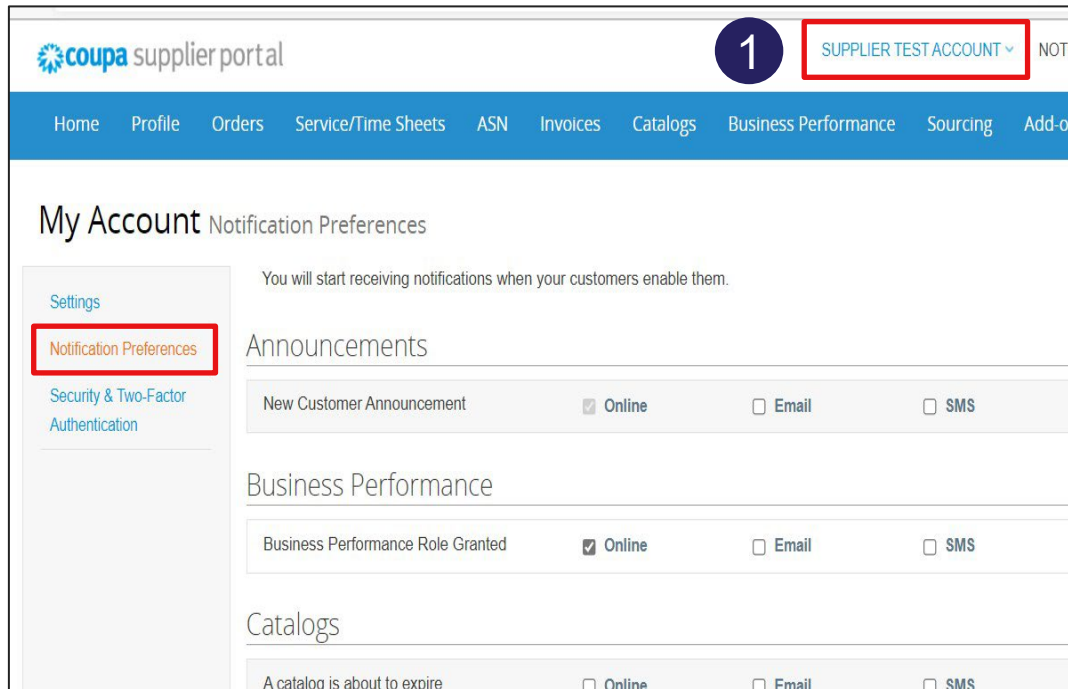
This legal entity can now be used on new invoices.

[Go to Orders](#) [Go to Invoices](#) [Return to Admin](#)

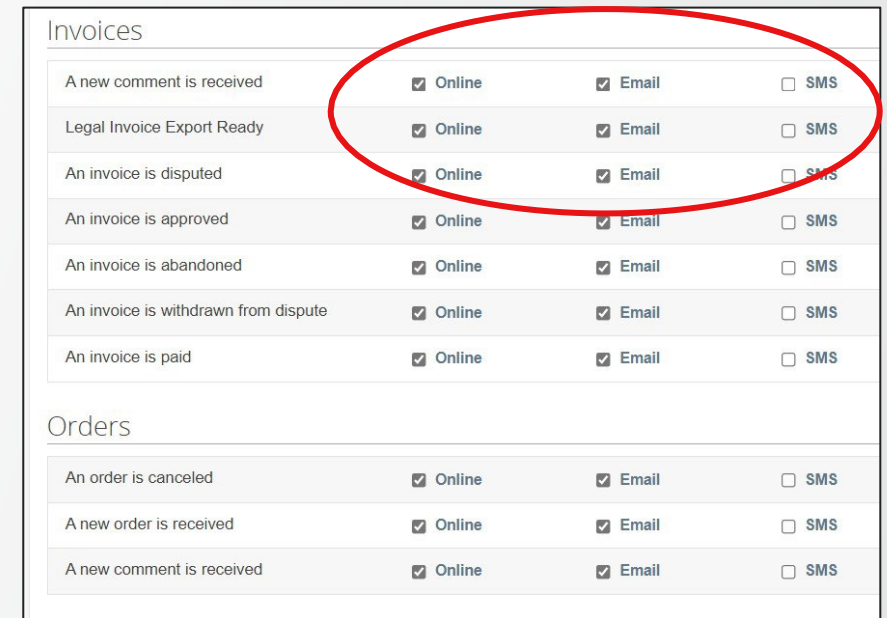
## Gestion de votre compte Coupa Supplier Portal (CSP)

### ÉTAPE 2 : Préférences de notification (3 sous-étapes)

- 1 Dans le **menu principal**, cliquez sur l'onglet **Compte test fournisseur**
- 2 Cliquez sur le bouton **Préférences de notification**



- 3 Sélectionnez **Préférences**. Coupa confirmera que la configuration est terminée

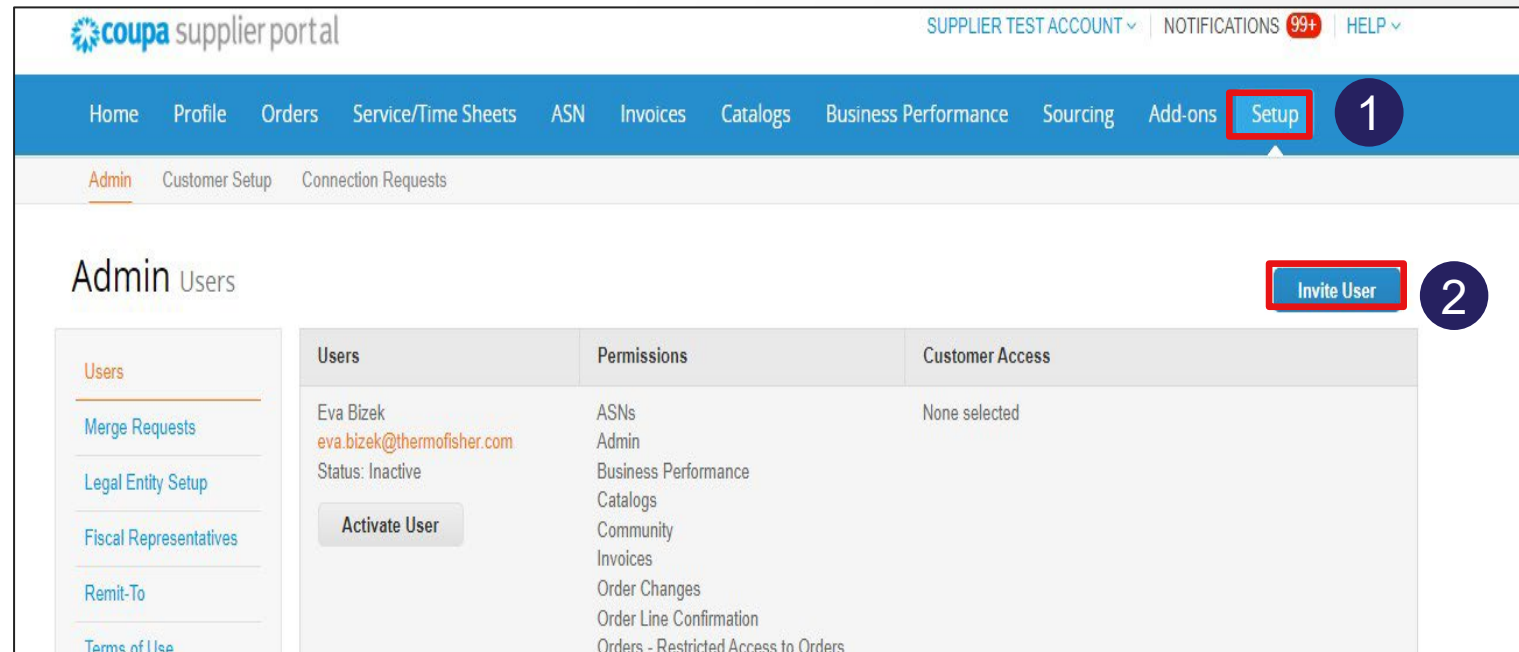


# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Gestion de votre compte Coupa Supplier Portal (CSP)

### ÉTAPE 3 :Ajouter un nouvel utilisateur (5 sous-étapes)

- 1 Dans le **menu principal**, cliquez sur l'onglet **Configuration**
- 2 Cliquez sur le bouton **Inviter un utilisateur**



The screenshot displays the Coupa Supplier Portal interface. At the top, the header includes the logo, account type (SUPPLIER TEST ACCOUNT), notifications (99+), and help. The main navigation bar contains various menu items, with 'Setup' highlighted and circled with a '1'. Below this, the 'Admin' sub-menu is active, showing 'Admin Users' and 'Invite User' (circled with a '2'). The 'Admin Users' section features a table with columns for Users, Permissions, and Customer Access. A user named Eva Bizek is listed with an 'Activate User' button. The 'Invite User' button is also visible in the top right corner of the Admin Users section.

Users	Permissions	Customer Access
Eva Bizek eva.bizek@thermofisher.com Status: Inactive Activate User	ASNs Admin Business Performance Catalogs Community Invoices Order Changes Order Line Confirmation Orders - Restricted Access to Orders	None selected

## Gestion de votre compte Coupa Supplier Portal (CSP)

### ÉTAPE 3 :Ajouter un nouvel utilisateur (5 sous-étapes)

3 Saisir les informations de l'utilisateur

4 Sélectionnez les autorisations auxquelles l'utilisateur doit avoir accès

5 Cliquez sur **Enregistrer** pour envoyer l'invitation  
Votre collègue recevra une notification par e-mail avec un lien pour s'inscrire

*Remarque : pour désactiver un utilisateur, vous devez modifier l'enregistrement de l'utilisateur et sélectionner « Désactiver l'utilisateur »*

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Principales caractéristiques du CSP

coupa supplier portal

SUPPLIER TEST ACCOUNT | NOTIFICATIONS 99+ | HELP

Home Profile **Orders** Service/Time Sheets ASN **Invoices** Catalogs Business Performance Sourcing Add-ons **Setup**

**Recommended:** Complete your profile to get paid faster and get discovered [Learn More](#)

**Profile Progress** 5 icons, 4 filled **Last Updated** 22 minutes ago [Improve Your Profile](#)

**Profile Summary**

- 38 Legal Entities
- 1 Registered User
- 42 Connected Customers

**Announcements** [View All \(1\)](#)

**Remit to information** (Thermo Fisher Scientific)  
Dear Supplier, In order to submit invoices please set up your Admin / Legal Entity Setup page. If you need

**One-Click Savings** [View All](#)

**Start saving today!**  
Explore deals for your company, exclusive to the Coupa Community.

Merge Accounts

Commandes

Examiner les bons de commande et envoyer les factures/avoirs

Factures

Examiner le statut des factures et des notes de crédit

Configurer

Administration de votre compte CPS

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Consulter vos bons de commande

Vous pourrez afficher vos bons de commande dans le CSP , quelle que soit votre méthode de transmission

- 1 Accédez à l'onglet **Commandes** , pour fournir un résumé de tous les bons de commande de Thermo Fisher
- 2 Cliquez sur le lien hypertexte du numéro de **bon** de commande, pour ouvrir un autre écran et permettre aux utilisateurs d'afficher l'intégralité du bon de commande
- 3 Vous pouvez également **rechercher** un numéro de bon de commande spécifique

coupa supplier portal 1

SUPPLIER TEST ACCOUNT | NOTIFICATIONS 99+ | HELP

Home Profile **Orders** Service/Time Sheets ASN Invoices Catalogs Business Performance Sourcing Add-ons Setup

Orders Order Lines Returns Order Changes Order Line Changes Shipments

Select Customer Thermo Fisher Scientific - AMAZON CAPITAL S

Configure PO Delivery

Purchase Orders

Click the 📄 Action to Invoice from a Purchase Order

Export to View All Search 3

PO Number	Order Date	Status	Acknowledged At	Items	Unanswered Comments	Total	Assigned To	Actions
CP-79274 2	9/15/21	Soft Closed	None	Amazon product	No	300.00 USD		

Purchase Order #CP-79274

General Info

Status: Soft Closed - Sent via xml  
Order Date: 09/15/21  
Revision Date: 09/15/21  
Requester: NARequisitioner17 TEST  
Email: Ifscoupausertest+141@gmail.com  
Payment Term: N60 - Net 60  
Attachments: None  
Acknowledged:   
Assigned to: Select


Shipping

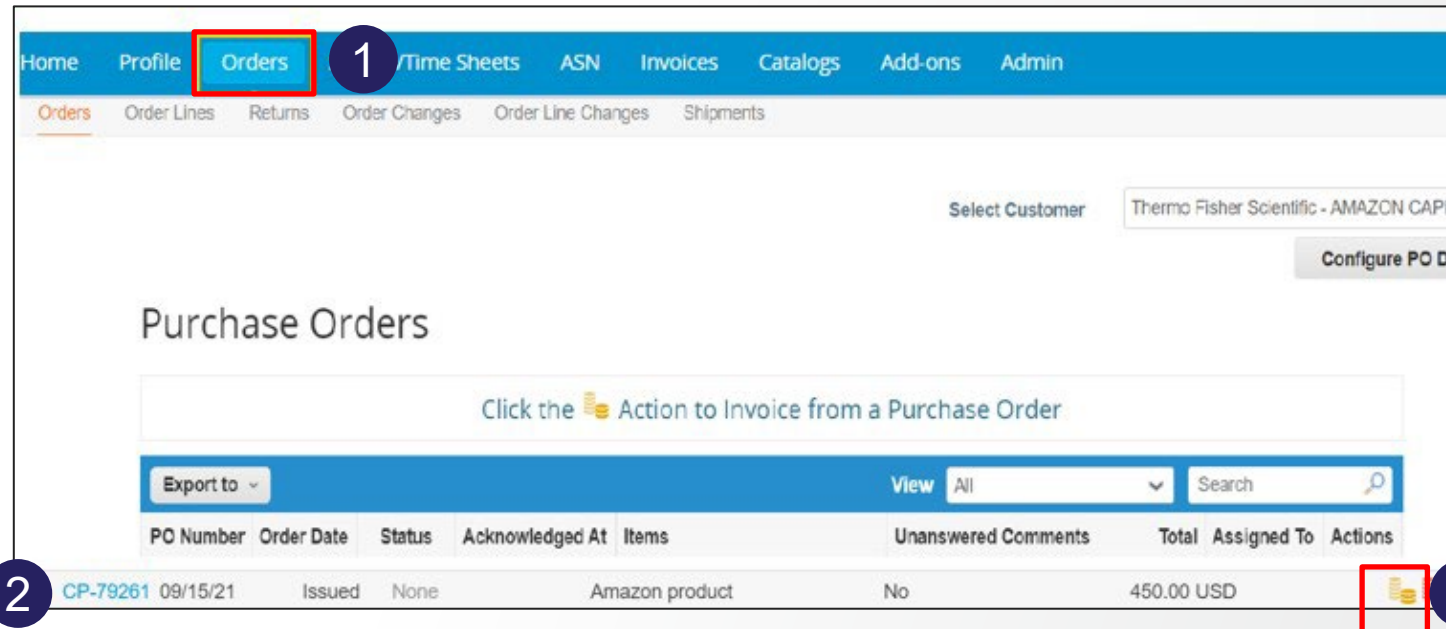
Ship-To Address: 401 Millcreek Road  
Marietta, OH 45750  
United States  
Location Code: 101  
Attn: NARequisitioner17 TEST  
Default Tax Code: USEOHWA  
Terms: FCA: Free Carrier

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Création d'une facture

Vous pourrez créer une facture directement à partir du bon de commande dans le CSP, communément appelé « Transformation du bon de commande »

- 1 Accédez à l'onglet **Commandes**
- 2 Identifiez le **bon de commande que vous souhaitez « transformer »**
- 3 Cliquez sur l'**icône de création de facture** 




Home Profile **Orders** 1 /Time Sheets ASN Invoices Catalogs Add-ons Admin


Orders Order Lines Returns Order Changes Order Line Changes Shipments

Select Customer Thermo Fisher Scientific - AMAZON CAPITAL

Configure PO Del

### Purchase Orders

Click the  Action to Invoice from a Purchase Order

Export to	View	All	Search					
PO Number	Order Date	Status	Acknowledged At	Items	Unanswered Comments	Total	Assigned To	Actions
2 CP-79261	09/15/21	Issued	None	Amazon product	No	450.00 USD		



# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Création d'une facture

Renseignez les **champs obligatoires** Numéro et date de facture à l'écran Créer une facture. Vous pouvez joindre une copie de votre facture (JPEG uniquement)

- 1 Renseignez les champs obligatoires
- 2 Modifiez les quantités, la référence, l'expédition, le traitement selon les besoins
- 3 Sélectionnez **Calculer** pour mettre à jour le total
- 4 Cliquez sur **Submit (Envoyer)**

**Create Invoice** Create

**General Info**

- \* Invoice # 1200001
- \* Invoice Date 01/28/20
- \* Payment Term 120 Days Due Net From Invoice Date (T612)
- \* Currency USD
- Delivery Number
- Status Draft
- Supplier Note
- Attachments Add File | URL | Text

**From**

- \* Supplier 0015126659
- Supplier Tax ID 90-7567598
- \* Invoice From Address Supplier Legal Entity Name IFC7598, 230 S. Wacker Drive, Chicago, Illinois 90909, United States
- \* Remit-To Address Supplier Legal Entity Name RTA7598, 230 S. Wacker Drive, Chicago, IL 90909, United States
- \* Ship From Address Supplier Legal Entity Name SFA7598, 230 S. Wacker Drive, Chicago, Illinois 90909, United States

**Totals & Taxes**

Lines Net Total	1,500.00
Shipping	
Tax	0 % 0.00
Tax Reference	Enter a tax reason description.
Handling	
Tax	0 % 0.000
Tax Reference	Enter a tax reason description.
Misc	
Tax	0 % 0.000
Tax Reference	Enter a tax reason description.
Tax	0 % 0.00
Total Tax	0.00
Net Total	1,500.00
<b>Total</b>	<b>1,500.00</b>

**Lines**

Type	Description	Price	Quantity	Line Level Taxation
TMS	TMS logistics Service	1,500.00	1	

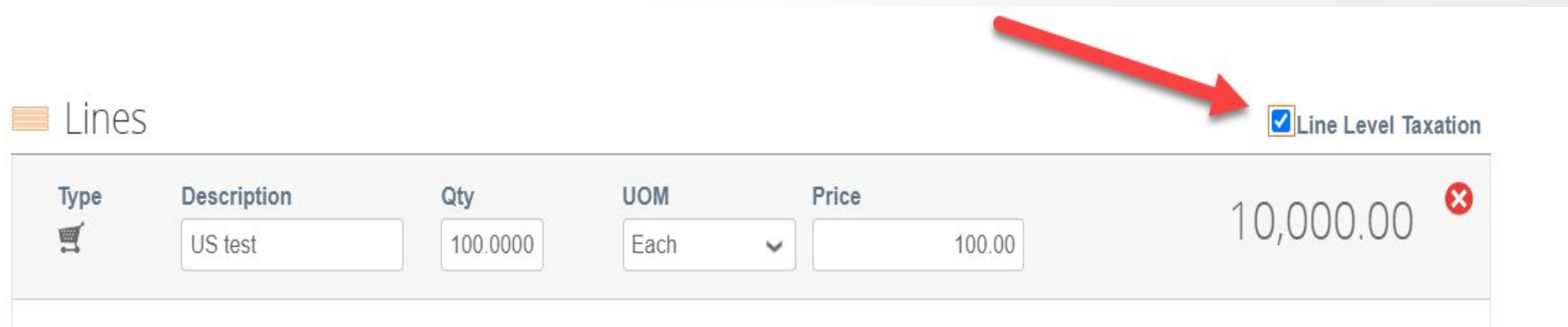
PO Line 9020031890-1 Contract Receipt None Match Reference Key 1234567

Supplier Part Number UNSPC Billing Note

Buttons: Delete, Cancel, Save, **Calculate**, **Submit**



## Creating an Invoice

*Remarque: pour les fournisseurs ayant une adresse aux États-Unis dans la région EMEA, il est indispensable d'avoir une taxation dans la facture. Par conséquent, lorsque vous soumettez des factures par le biais du fournisseur de services de communication, vous devez cocher la case de taxation au niveau de la ligne ici:*



☰ Lines

Line Level Taxation

Type	Description	Qty	UOM	Price	
	US test	100.0000	Each	100.00	10,000.00 

**Si vous oubliez de cocher la case de taxation au niveau de la ligne, la partie fiscale est intouchable pour AP, nous ne pouvons donc pas traiter la facture.**

## Creating an Invoice

Dans ce cas, une partie fiscale s'affiche:

☰ Lines  Line Level Taxation

Type	Description	Qty	UOM	Price	
	US test	100.0000	Each	100.00	10,000.00 <span style="color: red;">✕</span>

PO Line: CP-324526-1    Service/Time Sheet Line: None    Contract:     Supplier Part Number:

Billing Note:     Billing: UK01-213-Financial Services-175600---100

**Taxes**

Tax Description	Tax Rate	Tax Amount	Tax Reference
<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.00	<input type="text"/>

Vous pouvez choisir la description fiscale, mais il vaut mieux ne pas toucher à cette partie. Il suffit de cocher la case, c'est la seule demande spécifique.

**Si vous oubliez de cocher la case de taxation au niveau de la ligne, la partie fiscale est intouchable pour AP, nous ne pouvons donc pas traiter la facture.**

## Exigences relatives à la facture

- En-tête de la société (nom et adresse)
- Numéro de facture
- Date de facture
- Numéro de bon de commande ou nom du demandeur  
Thermo Fisher
- Adresse de facturation Thermo Fisher
- Adresse de remise
- Description de l'article/du service
- Montant total
- Devise
- *L'adresse de livraison, les modalités de paiement et les informations bancaires sont utiles, bien que non obligatoires*

- Les factures doivent être soumises dans le CSP dans un délai de 7 jours après la date de facturation
- Au bout de 7 jours, la date de facturation doit être mise à jour et la facture envoyée à nouveau

Si vous rencontrez des difficultés, les factures peuvent être envoyées par e-mail :

- À l'adresse [Invoices+EMEA@thermofisher.coupahost.com](mailto:Invoices+EMEA@thermofisher.coupahost.com) (***pour la soumission de factures uniquement*** ; *veuillez ne pas envoyer de demandes à cette adresse*)
- Les factures doivent être soumises au **format PDF non modifiable**
- Les factures doivent être envoyées à la boîte aux lettres d'approbation dès leur émission ; une soumission tardive peut entraîner un retard de paiement
- Les **factures doivent inclure le numéro de bon de commande**
- Les fichiers PDF envoyés par e-mail ne doivent contenir qu'une seule facture
- Plusieurs PDF (10 PDF max.) peuvent être joints à un seul e-mail

## Pourquoi facturer via CSP

**Il existe un certain nombre d'avantages clés liés à la facturation via le CSP :**

- Vous pouvez surveiller le statut de votre facture jusqu'au paiement
- Les factures sont traitées et potentiellement approuvées automatiquement
- Traitement plus rapide que la génération de vos propres factures
- Création et envoi de factures

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Entités juridiques de Thermo Fisher concernées

Les entités suivantes peuvent être traitées via CSP – page 1 :

Nom de l'entité juridique	Adresse	Pays
Oxoid Limited	Wade Road, Basingstoke, RG24 8PW	Royaume-Uni
Trek Diagnostic System Ltd	Birches Industrial Estate, East Grinstead, RH19 1XZ	Royaume-Uni
Remel Europe Ltd	Remel House, Clipper Blvd, West Crossways, Dartford, Kent, DA2 6PT	Royaume-Uni
G&M Procter Ltd	4 Auld Bond Road, Perth, Perthshire, PH1 3FX	Royaume-Uni
Thermo Fisher Diagnostics UK Ltd	16 Shenley Pavilions, Chalkdell Drive, Shenley Wood, Milton Keynes MK5 6LB	Royaume-Uni
Thermo Fisher Diagnostics AG	Zurlindenstrasse 3, 4133 Prattein	Suisse
Thermo Fisher Diagnostics BV	Postbus 122, 1120 AC Landsmeer	Pays-Bas
Thermo Electron Manufacturing Ltd	Stafford House, 1 Boundary Park, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7GE	Royaume-Uni
Thermo Fisher Scientific B.V	Takkebijsters 1, 4817 BL Breda	Pays-Bas
Thermo Fisher Scientific (Switzerland) AG	Neuhofstrasse 11, 4153 Reinach	Suisse
Thermo Services (Hungary) Kft.	Budapest, Váci út 41-43., 1134	Hongrie

## Entités juridiques de Thermo Fisher concernées

Les entités suivantes peuvent être traitées via CSP – page 2 :

Nom de l'entité juridique	Adresse	Pays
Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH	Hanna-Kunath-Strasse 11, 28199 Bremen	Allemagne
Thermo Fisher Scientific GmbH	Im Steingrund 4, 63303 Dreieich	Allemagne
Thermo Electron LED SAS	4 Rue Edith Piaf, Euptouyou Nates Work Center, 44807 Saint-Herblain	France
Thermo Electron SAS	16 Av. Du Québec, 91140 Villebon-sur-Yvette	France
Thermo Fisher Scientific Milano SRL	Str. Rivoltana, Km 4, 20090 Rodano, Milano	Italie
Thermo Fisher Scientific S.P.A	Via San Bovia 3, 20054 Segrate, Milano	Italie
Thermo Electron Sweden AB	Lindhagensgatan 76, SE-112 18 Stockholm	Suède
Thermo Fisher Scientific Wissenschaftliche Geräte GmbH	Dresdner Strasse 89, 1200 Wien	Autriche
Brahms GmbH	Neuendorfstrasse 25, 16761 Hennigsdorf	Allemagne
Brahms Biotech GmbH	Neuendorfstrasse 25, 16761 Hennigsdorf	Allemagne
Oxoid Deutschland GmbH	AM Lippeglacis 4, 46483 Wesel	Allemagne

# Portail fournisseurs Coupa (CSP)

## Entités juridiques de Thermo Fisher concernées

Les entités suivantes peuvent être traitées via CSP – page 3 :

Nom de l'entité juridique	Adresse	Pays
Thermo Fisher Diagnostics GmbH	Neuendorfstrasse 25, 16761 Hennigsdorf	Allemagne
Cezanne S.A.S	280 Allée Graham Bell, 30000, Nimes	France
Thermo Fisher Diagnostics SAS	6 Route du Paisy, ZI 69570 Dardilly	France
Microgenics B.V & Co. KG	Neuendorfstrasse 25, 16761 Hennigsdorf	Allemagne
Thermo Fisher Scientific SpA	Via San Bovio, 3 20054 Segrate (MI)	Italie
Thermo Fisher Diagnostics AB	Uppsala 75137	Suède
Thermo Fisher Diagnostics (Austria)	Dresdner Strabe 89, 1200, Wien	Autriche
BmT GmbH Laborprodukte	Meerbuscher Str. 74, 40670 Meerbusch	Allemagne
Life Technologies Limited	3 Fountain Drive, Inchinnan Business Park, Paisley	Royaume-Uni
Life Technologies Europe BV, Nederlaenderna filial Sverige	Box 12650, Lindhagensgatan 76, S-11292 Stockholm	Suède
Life Technologies Europe BV	Kwartsweg 2, 2556 NN Bleiswijk	Pays-Bas
Life Technologies SAS	25 Avenue de la Baltique, ZI de Courtaboeuf, 91140 Villebon sur Yvette	France
Thermo Electron LED GmbH	Robert-Bosch-Str.1, 63505 Langenselbold	Allemagne



## Entités juridiques de Thermo Fisher concernées

Les entités suivantes peuvent être traitées via CSP – page 4 :

Nom de l'entité juridique	Adresse	Pays
Life Technologies Italia, Fil. Life Technologies Europe BV	c/o Segreen Business Park, Via San Bovio 3, 20054 Segrate (MI)	Italie
LifeTech Austria Zweigniederlassung	Falkestraße 1/6, 1010 Wien	Autriche
Life Technologies GmbH	Frankfurter Strasse 129B, 64293, Darmstadt	Allemagne
Life Technologies Europe B.V., Nieuwerkerk aan den IJssel, Zweigniederlassung Reinach	Thermo Fisher Scientific AG, Neuhofstrasse 11, 4153 Reinach BL	Suisse
Thermo Fisher Scientific - Prionics Lelystad BV	Platinastraat 33, 8211 AR Lelystad	Pays-Bas
Thermo Fisher Scientific Germany BV & Co. KG	Pfannkuchstrasse 10 - 12 76185 Karlsruhe	Allemagne
Thermo Fisher Scientific IT Services GmbH	Pfannkuchstrasse 10 - 12 76185 Karlsruhe	Allemagne
Life Technologies Magyarorszag Kft.	Váci út 43. 2nd Floor (Advance Tower), 1134 Budapest	Hongrie
Thermo Fisher Scientific GeneArt GmbH	Am BioPark 11, 93053 Regensburg	Allemagne
Life Technologies Ltd / Laboratoire Service International (LSI)	6 Allée des écureuils, Le Bois Dieu, 69380 LISSIEU	France
Thermo Electron LED	Am Kalkberg, 37502 Osterode am Harz	Allemagne
Thermo Electron LED	Distribution Centre Europe, Eindhoutse Heide 1, 2430 Eindhoven	Belgique

## Assistance

Requêtes d'intégration CSP



[SupplierEnablementEMEA@thermofisher.com](mailto:SupplierEnablementEMEA@thermofisher.com)

Requêtes générales sur les  
comptes fournisseurs



[SupplyConnectEMEA@thermofisher.com](mailto:SupplyConnectEMEA@thermofisher.com)

# Merci

