

# Guide pratique d'utilisation des IgE spécifiques ImmunoCAP

## Mieux comprendre les symptômes d'allergie présumés de vos patients

Prêt à mieux cerner les déclencheurs d'allergie de vos patients ? Ce guide vous explique comment vous y prendre. Apprenez à sélectionner, interpréter et utiliser en toute confiance les tests d'IgE spécifiques ImmunoCAP en cas de symptômes respiratoires.

### 1 Quand envisager les tests d'IgE spécifiques ImmunoCAP

#### Identifier les patients éligibles

- Les patients qui présentent des symptômes et des antécédents de rhinite, de congestion nasale, de rhinorrhée, d'éternuements, de toux, de respiration sifflante, de poitrine serrée et/ou d'essoufflement
- Ces symptômes peuvent être une indication à demander des tests d'IgE spécifiques ImmunoCAP pour les aéroallergènes (pollens d'arbres/graminées/herbacées, acariens, moisissures, phanères de chats/chiens et cafards)<sup>1</sup>

### 2 Comment procéder

- Choisissez les allergènes à tester en fonction des symptômes et de l'histoire clinique
- La majorité des laboratoires d'analyses médicales utilisent les tests d'IgE spécifiques ImmunoCAP pour faciliter le diagnostic des allergies
- Pour la France, la nomenclature indique que pour l'identification, les tests de dosage d'IgE spécifiques sont remboursés jusqu'à 5 allergènes respiratoires et/ou 5 allergènes alimentaires sur la même ordonnance. Le test Phadiatop™ et les tests d'identification ne peuvent pas être prescrits sur la même ordonnance<sup>5</sup>

#### Besoin d'aide ?

Vous ne savez toujours pas comment les prescrire ? [Contactez-nous](#) et nous vous mettrons en liaison avec un représentant qui pourra vous aider.

### 3 Comment interpréter les résultats

#### Considération initiale :

- Associez les tests IgE spécifiques ImmunoCAP à l'histoire clinique, aux symptômes et aux résultats de l'examen physique afin de guider votre compréhension et votre prise de décision<sup>3,4</sup>

#### Interprétez les résultats uniquement applicables aux aéroallergènes :

- Les résultats indiquent le niveau de sensibilisation d'un patient à certains allergènes, en kilo-unités d'IgE spécifiques à l'allergène par litre de sang ( $kU_A/l$ )<sup>2</sup>
- [Utilisez nos guides d'interprétation](#) pour identifier et gérer les allergies en toute confiance

#### Considérations relatives à la prise en charge



<0,1  $kU_A/l$

- Envisagez d'autres causes
- En cas de sensibilisation présumée à un allergène, un résultat négatif aide malgré tout à adapter la prise en charge du patient
- Grâce aux résultats négatifs, on évite l'éviction inutile de certains allergènes ou les médicaments antiallergiques inefficaces, comme les antihistaminiques<sup>4</sup>



≥0,1  $kU_A/l$

- Arrangez les résultats par ordre décroissant, de la sensibilisation (IgE spécifiques) la plus forte à la plus faible
- Proposez un plan d'éviction afin de rester en dessous du seuil symptomatique<sup>4</sup>
  - Limitez d'abord l'exposition aux allergènes clairement associés aux symptômes du patient
  - Concentrez-vous sur les allergènes intérieurs, plus faciles à éviter<sup>2</sup>
- Prescrivez les médicaments appropriés le cas échéant, comme des antihistaminiques<sup>4</sup>
- Envisagez d'orienter le patient vers un spécialiste pour une éventuelle immunothérapie allergénique (ITA)<sup>4</sup>



## En résumé

Complétez l'histoire clinique, les symptômes et l'examen physique par des dosages d'IgE spécifiques afin d'y voir plus clair sur les allergies présumées de vos patients.

Le dosage des IgE spécifiques peut vous aider à obtenir une vision complète des symptômes.

Pensez aux tests IgE spécifiques ImmunoCAP pour vos patients qui présentent des symptômes respiratoires. Contactez votre laboratoire pour obtenir plus de détails sur les tests IgE spécifiques ImmunoCAP.

### Références

1. Dykewicz MS et al. (2020) Rhinitis 2020: a practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 146(4):721–767. 2. ImmunoCAP™ Specific IgE Conjugate 400 Directions for Use. Published 2022-06-02. 3. Demoly P, Liu AH, Rodriguez Del Rio P, Pedersen S, Casale TB, Price D (2022) A pragmatic primary practice approach to using specific IgE in allergy testing in asthma diagnosis, management, and referral. J Asthma Allergy. 15:1069–1080. 4. Papadopoulos NG et al. (2015) Phenotypes and endotypes of rhinitis and their impact on management: a PRACTALL report. Allergy. 70(5):474–494 5. Nomenclature des procédures de biologie médicale publiée dans le JO du 28/11/2003

Pour en savoir plus : [thermofisher.com/immunocap/catalog](https://thermofisher.com/immunocap/catalog)

Pris en charge par l'assurance maladie. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou dans la notice d'utilisation du réactif (disponible sur le site [www.dfu.phadia.com](http://www.dfu.phadia.com)) © 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce appartiennent à Thermo Fisher Scientific et à ses filiales, sauf indications contraires. 378208.AL.EU26.FR.v1.24 IDDALL307\_03-2024