

# Guía rápida para utilizar las pruebas ImmunoCAP Specific IgE

## Obtenga una imagen más clara de los presuntos síntomas de alergia de sus pacientes

¿Preparado para conocer mejor los factores desencadenantes de las alergias de sus pacientes? En esta guía rápida se muestra cómo empezar. Conozca la manera de seleccionar, interpretar y aplicar con confianza las pruebas en sangre ImmunoCAP™ Specific IgE para síntomas respiratorios.

### 1 Cuándo considerar las pruebas ImmunoCAP Specific IgE

#### Identificar a los pacientes apropiados

- Identifique a pacientes con síntomas y antecedentes de rinitis, congestión nasal, rinorrea, estornudos, tos, sibilancias, opresión en el pecho y/o dificultad para respirar
- Estos síntomas pueden indicar que el paciente es apto para las pruebas en sangre ImmunoCAP Specific IgE para alérgenos respiratorios (polen de árboles, gramíneas y malezas, ácaros del polvo, moho, caspa de gatos y perros, orina de ratones y cucarachas)<sup>1</sup>

### 2 Cómo proceder

- Seleccione los alérgenos en función de los síntomas y la historia clínica del paciente
- La mayoría de los laboratorios ofrecen pruebas en sangre ImmunoCAP Specific IgE para respaldar el diagnóstico de la alergia
- Póngase en contacto con su laboratorio asociado para obtener información detallada

#### ¿Necesita más ayuda?

¿Aún no está seguro de cómo pedir estas pruebas? [Comuníquese con nosotros](#) y le pondremos en contacto con un representante que pueda ayudarle.

### 3 Cómo interpretar los resultados

#### Pasos iniciales de interpretación:

- Combine los resultados de las pruebas en sangre ImmunoCAP Specific IgE con la historia clínica del paciente, los síntomas y los hallazgos de la exploración física para fundamentar su comprensión y la toma de decisiones.<sup>3,4</sup>

#### Utilice los resultados de las pruebas aplicables únicamente a la interpretación de los resultados de alérgenos respiratorios:

- Los resultados indican el nivel de sensibilización del paciente a alérgenos específicos, medido en kilounidades de IgE específica de alérgenos por litro de sangre (kU<sub>A</sub>/l)<sup>2</sup>
- [Utilice nuestras guías de interpretación de pruebas](#) para identificar y tratar las alergias con confianza

#### Consideraciones en relación al tratamiento

− <0,1 kU<sub>A</sub>/l

- Considere otras causas
- Un resultado negativo para una sospecha de sensibilización a alérgenos siendo una gran ayuda en la asistencia del paciente.
- Los resultados negativos ayudan a eliminar la evitación innecesaria de alérgenos o el uso de medicamentos antialérgicos ineficaces, como los antihistamínicos.<sup>4</sup>

+ ≥0,1 kU<sub>A</sub>/l

- Categorice los resultados ordenados de mayor a menor sensibilización IgE específica
- Facilite un plan de evitación de alérgenos para mantener al paciente por debajo del umbral de síntomas.<sup>4</sup>
  - Reduzca la exposición a alérgenos claramente relacionados con los síntomas del paciente.
  - Céntrese en los alérgenos de interior, ya que pueden ser más fáciles de controlar.<sup>2</sup>
- Prescriba medicamentos adecuados en caso necesario, p. ej., antihistamínicos.<sup>4</sup>
- Considere la derivación a especialistas para tomar una decisión sobre la inmunoterapia con alérgenos (ITA)<sup>4</sup>

## Interpretación de resultados elevados

Los resultados  $\geq 0,1 \text{ kU}_A/\text{l}$  indican una sensibilización al alérgeno, lo que, junto con la historia clínica del paciente, se pueden utilizar para ayudar a diagnosticar clínicamente la alergia.<sup>2</sup>

 IgE específica <b>normal</b> , IgE total <b>normal</b>	 IgE específica <b>elevada</b> , IgE total <b>normal</b>	 IgE específica <b>elevada</b> , IgE total <b>elevada</b>	 IgE específica <b>normal</b> , IgE total <b>elevada</b>
Aliso <0,10	Abedul <0,10	Parietaria <0,10	Aliso <0,10
<i>Alternaria alternata</i> <0,10	Hierba timotea <0,10	Ambrosía Común <0,10	Cenizo <0,10
Cenizo <0,10	Artemisa <0,10	Olivo <0,10	Abedul <0,10
<i>Aspergillus fumigatus</i> <0,10	Caspa de perro <0,10	Ortiga <0,10	Olivo <0,10
Abedul <0,10	<b><i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> 10,13</b>	<b>Artemisa 40,34</b>	Caspa de gato <0,10
Caspa de gato <0,10	<i>Dermatophagoides farinae</i> <0,10	Caspa de caballo <0,10	Cucaracha, alemana <0,10
<i>Cladosporium herbarum</i> <0,10	<i>Cladosporium herbarum</i> <0,10	Avellana <0,10	Caspa de perro <0,10
Cucaracha, alemana <0,10	<b>Caspa de gato 4,01</b>	Hierba timotea <0,10	Caspa de caballo <0,10
<i>Dermatophagoides farinae</i> <0,10	Caspa de caballo <0,10	<b>Caspa de perro 11,25</b>	<i>Alternaria alternata</i> <0,10
<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> <0,10	<i>Alternaria alternata</i> <0,10	Cucaracha, alemana <0,10	<i>Aspergillus fumigatus</i> <0,10
Caspa de perro <0,10	<i>Aspergillus fumigatus</i> <0,10	<i>Dermatophagoides farinae</i> <0,10	<i>Cladosporium herbarum</i> <0,10
Avellana <0,10	Cucaracha, alemana <0,10	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> <0,10	<i>Dermatophagoides farinae</i> <0,10
Caspa de caballo <0,10	Parietaria <0,10	<i>Alternaria alternata</i> <0,10	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> <0,10
Artemisa <0,10	Ambrosía Común <0,10	<b><i>Aspergillus fumigatus</i> 25,25</b>	Hierba timotea <0,10
Ortiga <0,10	Avellana <0,10	<b><i>Cladosporium herbarum</i> 21,85</b>	Avellana <0,10
Olivo <0,10	Cenizo <0,10	Abedul <0,10	Artemisa <0,10
Ambrosía Común <0,10	Aliso <0,10	Caspa de gato <0,10	Ortiga <0,10
Hierba timotea <0,10	Olivo <0,10	Cenizo <0,10	Ambrosía Común <0,10
Parietaria <0,10	Ortiga <0,10	Aliso <0,10	Parietaria <0,10
<b>IgE total 10</b>	<b>IgE total 20</b>	<b>IgE total 210</b>	<b>IgE total 380</b>
Considere tratar al paciente como si no tuviera <b>alergia</b> .	Considere tratar al paciente como si tuviera <b>alergia</b> . ~30 % se presenta de esta forma. <sup>5</sup> Por este motivo, no se recomienda realizar el cribado con IgE total. <sup>6</sup>	Considere tratar al paciente como si tuviera <b>alergia</b> .	Considere realizar un <b>seguimiento</b> adicional del paciente Reconsidere el perfil, la geografía, otras exposiciones como animales peludos/con plumas, medicamentos o comorbilidades.

Nombres oficiales de los productos: Official product names: ImmunoCAP Allergen t2, Grey Alder, ImmunoCAP Allergen m6, *Alternaria alternata*, ImmunoCAP Allergen t25, European ash, ImmunoCAP Allergen m3, *Aspergillus fumigatus*, ImmunoCAP Allergen t3, Common silver birch, ImmunoCAP Allergen e1, Cat dander, ImmunoCAP Allergen m2, *Cladosporium herbarum*, ImmunoCAP Allergen i6, Cockroach, German, ImmunoCAP Allergen d1, House dust mite, ImmunoCAP Allergen d2, House dust mite, ImmunoCAP Allergen e5, Dog dander, ImmunoCAP Allergen t4, Hazel, ImmunoCAP Allergen e3, Horse dander, ImmunoCAP Allergen w20, Nettle, ImmunoCAP Allergen w6, Mugwort, ImmunoCAP Allergen t9, Olive, ImmunoCAP Allergen w1, Common ragweed, ImmunoCAP Allergen g6, Timothy grass, ImmunoCAP Allergen w19, Wall pellitory, ImmunoCAP Total IgE.

Los resultados de las pruebas en sangre ImmunoCAP™ Specific IgE son cuantitativos. Los resultados superiores a **0,1 kU<sub>A</sub>/l** son indicativos de una sensibilización IgE específica al alérgeno.<sup>1</sup>

ImmunoCAP™ Los intervalos de referencia de IgE total indicados en kU/l dependen de la edad. Utilice el intervalo de referencia de su laboratorio para ImmunoCAP Total IgE que se encuentra en el informe de resultados.<sup>2</sup>



## En resumen

Complementar la historia clínica, los síntomas y la exploración física del paciente con una prueba en sangre de IgE específica ayuda a obtener una imagen más clara de sus presuntas alergias.

Las pruebas en sangre de IgE específica pueden ayudar a conocer la imagen completa.

Considere la posibilidad de realizar pruebas en sangre ImmunoCAP Specific IgE a sus pacientes con síntomas respiratorios. Póngase en contacto con su laboratorio asociado para obtener información detallada sobre las pruebas ImmunoCAP Specific IgE.

### Referencias

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, Rodríguez Del Río 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.

Más información en [thermofisher.com/immunocap/catalog](https://thermofisher.com/immunocap/catalog)