

O seu guia prático para usar o teste ImmunoCAP™ de IgE específica

Tenha a visão completa dos sintomas suspeitos de alergia dos seus pacientes.

Preparado para ter a visão completa dos gatilhos alérgicos do seu paciente? Este guia prático vai te mostrar como começar. Veja como solicitar, interpretar e aplicar com confiança o ImmunoCAP™ de IgE específica para obter uma visão completa.

1 Quando solicitar

Identifique pacientes apropriados

- Procure por pacientes com sintomas e histórico de rinite, congestão nasal, coriza, espirros, tosse, chiado no peito e/ou falta de ar.
- Esses sintomas podem indicar que o paciente é adequado para o teste de IgE específica ImmunoCAP™ para alérgenos respiratórios (árvores, ervas daninhas, gramíneas, ácaros, mofo, pelos de gato e cachorro, urina de rato e barata).¹

2 Como solicitar

- O teste ImmunoCAP™ de IgE específica pode ser solicitado em laboratórios locais ou de grande porte.
- Use uma requisição em papel ou o sistema de registro médico eletrônico para fazer pedidos.
- Os códigos de teste podem ser encontrados através do seu sistema ou provedor de laboratório.

Precisa de mais assistência?

Ainda não tem certeza de como pedir? Envie um e-mail para contato-br.IDD@thermofisher.com e nós o encaminharemos para um representante que possa ajudar.

3 Como interpretar os resultados

Passos iniciais para interpretação:

- Combine os resultados do teste de IgE específica ImmunoCAP™ com o histórico do paciente, sintomas e observações do exame físico para embasar sua compreensão e tomada de decisão.^{3,4}

Utilize os resultados aplicáveis do teste apenas para à interpretação de alérgenos respiratórios:

- Os resultados indicam o nível de sensibilização do paciente a alérgenos específicos, medido em quilounidades de antígeno-específico de anticorpos por litro sanguíneo. (kU_A/l)²
- Utilize nossos guias de interpretação de teste para identificar com confiança e gerenciar alergias.

Considerações de gerenciamento

- <0.1 kU_A/l

- Considere outras causas
- Um resultado negativo para um alérgeno suspeito ainda contribui para o cuidado do paciente.
- Resultados negativos ajudam a eliminar a evitação desnecessária de alérgenos ou o uso de medicações anti-alérgicas ineficazes, como os anti-histamínicos⁴

+ ≥0.1 kU_A/l

- Classifique os resultados em ordem decrescente de sensibilizações de IgE específicas, do mais alto para o mais baixo
- Forneça um plano para eliminar a limitação de exposição aos alérgenos para manter o paciente abaixo do limiar de sintomas.⁴
 - Considere reduzir primeiro a exposição para o alérgeno com o nível mais elevado de IgE específica.
 - Foque em alergias de ambientes externos, já que podem ser mais fáceis de controlar.²
- Prescreva medicações apropriadas, eg. anti-histamínicos⁴
- Se houver uma resposta inadequada, considere a imunoterapia alérgeno-específica (AIT) ou em casos de sintomas graves, como asma não controlada, encaminhe para um especialista.⁴

Interpretando resultados elevados

Resultados ≥ 0.1 kU_A/l indicam sensibilização ao alérgeno, o que em conjunto com o histórico do paciente, pode ser usado para ajudar no diagnóstico clínico da alergia.²

 IgE específica normal , total IgE normal	 IgE específica elevada , total IgE normal	 IgE específica elevada , total IgE elevada	 IgE específica normal , total IgE elevada
Bétula, prata comum <0.10	<i>Alternaria alternata</i> <0.10	Cedro, montanha 0.12	Amieiro-cinzento <0.10
Cedro, montanha <0.10	<i>Aspergillus fumigatus</i> <0.10	Algodão-americano 0.20	Vidoeiro-branco <0.10
Olmo,americano <0.10	Gramma-bermudas <0.10	Olmo,americano <0.10	Cedro, montanha <0.10
Bordo/caixa de madeira <0.10	Bétula-branca <0.10	Carvalho branco <0.10	Algodão-americano <0.10
Carvalho, branco <0.10	Pelo de gato 4.01	Oliveira <0.10	Olmo,americano <0.10
Nogueira-pecã <0.10	<i>Cladosporium herbarum</i> <0.10	Artemisia 40.34	Bôrdo <0.10
Urtiga <0.10	Barata alemã <0.10	Amaranto comum <0.10	Carvalho branco <0.10
Amaranto comum <0.10	Ambrosia comum (curta) 20.13	Ambrosia comum (curta) <0.10	Artemisia <0.10
Ambrosia comum (curta) <0.10	<i>D farinae</i> <0.10	Azedinha <0.10	Amaranto comum <0.10
Azeda-de-ovelha <0.10	<i>D pteronyssinus</i> <0.10	Salosla >100	Azedinha <0.10
Gramma-bahia <0.10	Pelo de cachorro <0.10	Gramma-bermudas <0.10	cardo russo espinhoso <0.10
Gramma-bermudas <0.10	Olmo,americano <0.10	Gramma-bahia <0.10	Rabo-de-gato/timótico. <0.10
<i>Alternaria alternata</i> <0.10	Bôrdo <0.10	Azevém perene <0.10	<i>Alternaria alternata</i> <0.10
<i>Aspergillus fumigatus</i> <0.10	Cedro, montanha <0.10	<i>Alternaria alternata</i> <0.10	<i>Aspergillus fumigatus</i> <0.10
<i>Cladosporium herbarum</i> <0.10	Proteínas da urina do rato <0.10	<i>Aspergillus fumigatus</i> 25.25	<i>Cladosporium herbarum</i> <0.10
<i>Penicillium chrysogenum</i> <0.10	Amoreiras <0.10	<i>Cladosporium herbarum</i> 21.85	<i>Penicillium chrysogenum</i> <0.10
Pelo de gato <0.10	Carvalho,branco 9.27	<i>Penicillium chrysogenum</i> 35.15	Pelo de gato <0.10
Barata germânica <0.10	Nogueira-pecã <0.10	Pelo de gato <0.10	Barata germânica <0.10
<i>D farinae</i> <0.10	<i>Penicillium chrysogenum</i> <0.10	Barata germânica <0.10	<i>D farinae</i> <0.10
<i>D pteronyssinus</i> <0.10	Sabugueiro aquático <0.10	<i>D farinae</i> <0.10	<i>D pteronyssinus</i> <0.10
Pelo de cachorro <0.10	Amaranto comum <0.10	<i>D pteronyssinus</i> <0.10	<i>D pteronyssinus</i> <0.10
Urina de rato <0.10	Rabo-de-gato/timótico. <0.10	Pelo de cachorro 11.25	Pelo de cachorro <0.10
Total IgE 10	Nozes <0.10	Urina de rato <0.10	Urina de rato <0.10
Total IgE 10	Total IgE 20	Total IgE 210	Total IgE 380
Considerar o tratamento do paciente como não alérgico .	Considerar o tratamento do paciente como alérgico ~30% apresentam dessa forma, ⁶ por isso não é recomendado o rastreio com IgE total. ⁶	Considerar o tratamento do paciente como alérgico	Considerar um acompanhamento adicional do paciente. Reconsiderar o perfil, a localização geográfica, outras exposições, como animais com pelo ou penas, medicamentos ou comorbidades.

Names de produtos oficiais mencionados neste documento: ImmunoCAP Allergen d1, Ácaro doméstico, ImmunoCAP Allergen d2, Ácaro doméstico, ImmunoCAP Allergen e1, Pelo de gato, ImmunoCAP Allergen e5, Pelo de cachorro, ImmunoCAP Allergen e72, Proteínas de urina de rato, ImmunoCAP Allergen g17, Gramma-Bahia, ImmunoCAP Allergen g2, Gramma bermuda, ImmunoCAP Allergen g5, Capim-ruão, ImmunoCAP Allergen g6, Timótico, ImmunoCAP Allergen i6, Barata, alemã, ImmunoCAP Allergen m1, *Penicillium chrysogenum*, ImmunoCAP Allergen m2, *Cladosporium herbarum*, ImmunoCAP Allergen m3, *Aspergillus fumigatus*, ImmunoCAP Allergen m6, *Alternaria alternata*, ImmunoCAP Allergen t10, Noz, ImmunoCAP Allergen t14, Choupo, ImmunoCAP Allergen t2, Amieiro cinza, ImmunoCAP Allergen t212, Cedro, ImmunoCAP Allergen t22, Noz-pecã, ImmunoCAP Allergen t3, Bétula prateada comum, ImmunoCAP Allergen t7, Carvalho, ImmunoCAP Allergen t70, Amoreira, ImmunoCAP Allergen t8, Olmo, ImmunoCAP Allergen t1, Bordo, ImmunoCAP Allergen t9, Oliveira, ImmunoCAP Allergen w1, Ambrosia comum, ImmunoCAP Allergen w11, Cardo russo espinhoso, ImmunoCAP Allergen w14, *Amaranthus retroflexus*, ImmunoCAP Allergen w16, *Baccharis halimifolia*, ImmunoCAP Allergen w18, Azedinha, ImmunoCAP Allergen w20, Urtiga, ImmunoCAP Allergen w6, *Artemisia vulgaris*, ImmunoCAP Immunoglobulina E total.

Os resultados do ImmunoCAPTM de IgE específica são quantitativos. Resultados **entre 0.1 kU_A/l** são indicativos de uma sensibilização IgE específica do alérgeno.¹

ImmunoCAPTM Total IgE os intervalos de referência indicados em kU/l dependem da idade. Utilize o intervalo de referência do seu laboratório para ImmunoCAP Total IgE localizado no relatório de resultados.²



Para resumir

Está mais fácil do que nunca para clínicos gerais ajudarem os seus pacientes com alergias. Os pacientes querem respostas e alívio. Você quer as melhores ferramentas para atendê-los. É por isso que simplificamos a interpretação das análises de sangue com ImmunoCAP™ de IgE específica.

Porque, muitas vezes, você precisa ter uma visão completa para otimizar verdadeiramente o plano de tratamento. Obtenha a visão completa com ImmunoCAP™.

Peça ImmunoCAP™ em um laboratório local ou de grande porte, por meio de uma requisição em papel ou sistema.

Saiba mais em thermofisher.com/immunocap/catalog

Referências

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.