

Ihr Leitfaden für ImmunoCAP Spezifisches IgE

Mehr Klarheit bei Verdacht auf allergische Symptome

Sie möchten sich Klarheit über die Allergieauslöser Ihrer Patienten verschaffen? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie ImmunoCAP spezifische IgE-Bluttests für Atemwegssymptome zuverlässig auswählen, interpretieren und anwenden.

1 Einsatz von ImmunoCAP Tests auf spezifisches IgE

Für wen ist der Test?

- Patienten mit Symptomen wie Rhinitis, verstopfter Nase, Rhinorrhoe, Niesen, Husten, Keuchen, Engegefühl in der Brust und/oder Kurzatmigkeit
- Diese Symptome weisen ggf. darauf hin, dass zur Diagnose einer Atemwegsallergie (Sensibilisierung gegen Baum-, Gräser- oder Kräuterpollen, Hausstaubmilben, Schimmelpilze, Katzen- und Hundeschuppen, Mäuseurinproteine und Küchenschaben) ein ImmunoCAP Bluttest auf spezifisches IgE durchgeführt werden sollte¹

2 Weiteres Vorgehen

- Wählen Sie die Allergene je nach Symptomen und Krankengeschichte
- Die meisten Labore bieten zur Unterstützung der Diagnose allergischer Erkrankungen ImmunoCAP Bluttests auf spezifisches IgE an
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Partnerlabor

Sie benötigen weitere Unterstützung?

Sie sind sich nicht sicher, wie Sie einen Test anordnen? [Kontaktieren Sie uns](#) und wir vermitteln Ihnen den richtigen Ansprechpartner.

3 So interpretieren Sie die Testergebnisse

Erste Schritte bei der Interpretation:

- Für eine fundierte Entscheidungsfindung sollten die Testergebnisse des spezifischen IgE-Bluttests in Verbindung mit der Anamnese, den Symptomen und der körperlichen Untersuchung interpretiert werden^{3,4}

Die Testergebnisse dienen ausschließlich der Interpretation von Atemwegsallergien:

- Die Ergebnisse geben den Grad der Sensibilisierung des Patienten gegen spezifische Allergene an, gemessen in Kilo-Einheiten allergenspezifischer IgE-Antikörper im Blut pro Liter (kU_A/l)²
- [Nutzen Sie weitere ausführlichere Unterlagen](#) zur zuverlässigen Bestimmung und Behandlung von Allergien

Behandlungsoptionen

⊖ $< 0,1 \text{ kU}_A/\text{l}$

- Andere Ursachen in Erwägung ziehen
- Selbst mit einem negativen Test für eine Allergie können Sie den Behandlungsweg in die richtige Richtung lenken
- Negative Ergebnisse ersparen es Patienten, Allergene unnötig zu meiden oder für sie wirkungslose Medikamente wie Antihistaminika einzunehmen⁴

⊕ $\geq 0,1 \text{ kU}_A/\text{l}$

- Ergebnisse nach höchster bis niedrigster spezifischer IgE-Sensibilisierung sortieren
- Plan zur Allergenvermeidung erstellen, um den Patienten unterhalb der Symptomschwelle zu halten⁴
 - Zunächst die Exposition gegenüber Allergenen reduzieren, die eindeutig mit den Symptomen in Verbindung stehen
 - Fokus auf Innenraumallergene, da diese leichter reduziert werden können²
- Bei Bedarf geeignete Medikamente wie Antihistaminika verschreiben⁴
- Wenn nötig an einen Allergologen zur Entscheidung über eine allergenspezifische Immuntherapie (AIT) überweisen⁴

Interpretation erhöhter Testergebnisse

Werte von $\geq 0,1 \text{ kU}_A/\text{l}$ zeigen eine Sensibilisierung an, die in Verbindung mit der Anamnese zur klinischen Diagnose einer Allergie herangezogen werden kann.²

Spezifisches IgE normal , Gesamt-IgE normal	Spezifisches IgE erhöht , Gesamt-IgE normal	Spezifisches IgE erhöht , Gesamt-IgE erhöht	Spezifisches IgE normal , Gesamt-IgE erhöht
Birke (t3) <0,10	Birke (t3) <0,10	Birke (t3) 40,34	Birke (t3) <0,10
Lieschgras (g6) <0,10	Lieschgras (g6) <0,10	Lieschgras (g6) <0,10	Lieschgras (g6) <0,10
Ambrosie, beifußblättrig (w1) <0,10	Ambrosie, beifußblättrig (w1) <0,10	Ambrosie, beifußblättrig (w1) <0,10	Ambrosie, beifußblättrig (w1) <0,10
Beifuß (w6) <0,10	Beifuß <0,10	Beifuß (w6) <0,10	Beifuß <0,10
Hausstaubmilbe (d1) <0,10	Hausstaubmilbe (d1) 10,13	Hausstaubmilbe (d1) <0,10	Hausstaubmilbe (d1) <0,10
Katzenschuppen (e1) <0,10	Katzenschuppen (e1) 4,01	Katzenschuppen (e1) <0,10	Katzenschuppen (e1) <0,10
Hundeschuppen (e5) <0,10	Hundeschuppen (e5) <0,10	Hundeschuppen (e5) 11,25	Hundeschuppen (e5) <0,10
Schimmelpilze (mx1) <0,10	Schimmelpilze (mx1) <0,10	Schimmelpilze (mx1) 25,25	Schimmelpilze (mx1) <0,10
Gesamt-IgE 10	Gesamt-IgE 20	Gesamt-IgE 210	Gesamt-IgE 380
Dieser Patient hat wahrscheinlich keine Allergie	Behandlung des Patienten auf eine Allergie ~30 % der Ergebnisse fallen so aus. ⁵ Aus diesem Grund ist die Bestimmung von Gesamt-IgE alleine nicht empfohlen. ⁶	Behandlung des Patienten auf eine Allergie	Für diesen Patienten wird eine weitere Abklärung empfohlen Überprüfen Sie das getestete Allergenprofil und berücksichtigen Sie die Aufenthaltsorte, Tierkontakte, Medikation und Begleiterkrankungen des Patienten.

ImmunoCAP™ Spezifisches IgE Bluttest-Resultate sind quantitativ. Resultate **über 0,1 kU_A/l** zeigen eine allergen-spezifische IgE-Sensibilisierung an.¹ ImmunoCAP™ Gesamt-IgE Referenzbereiche werden in kU/l berichtet und sind abhängig vom Alter. Verwenden Sie den Referenzbereich, den Ihr Labor für das ImmunoCAP Gesamt-IgE auf dem Befund angibt.²

Offizielle Produktnamen: ImmunoCAP Allergen d1, House dust mite, ImmunoCAP Allergen e1, Cat dander, ImmunoCAP Allergen e5, Dog dander, ImmunoCAP Allergen g6, Timothy, ImmunoCAP Allergen t3, Common silver birch, ImmunoCAP Allergen w1, Common ragweed, ImmunoCAP Allergen w6, Mugwort, ImmunoCAP Allergen mx1, Moulds, ImmunoCAP Total IgE



Fazit

Ergänzen Sie Anamnese, Symptome und körperliche Untersuchung mit einem Bluttest für spezifisches IgE, um bei einem Allergieverdacht mehr Klarheit zu erhalten. Bluttests auf spezifisches IgE ermöglichen eine detailliertere Diagnose.



Erwägen Sie den ImmunoCAP spezifischen IgE-Bluttest als diagnostisches Hilfsmittel bei Patienten mit Atemwegssymptomen. Weitere Informationen zu ImmunoCAP Tests für spezifisches IgE erhalten Sie bei Ihrem Partnerlabor.

Literatur

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.

Mehr erfahren unter thermofisher.com/immunocap/catalog