

Calibrateur CEDIA® Cyclosporine PLUS

thermo
scientific

IVD Pour usage diagnostique in vitro

Rx Only

REF 100012 Cal A Cyclosporine, Limites supérieures (2 x 4,0 mL)
Cal B Cyclosporine, Limites supérieures (2 x 4,0 mL)

Application

Les calibrateurs CEDIA® Cyclosporine PLUS Limites supérieures servent à calibrer le test CEDIA Cyclosporine PLUS Limites supérieures dans du sang total humain. Les coffrets de calibrateurs sont vendus individuellement et peuvent être utilisés avec n'importe quel lot de réactifs. Les calibrateurs contiennent des sels tampons, < 0,13% d'azide de sodium et les substances suivantes.

| Katalog-Nr. 100012 | BSA (g) | Cyclosporine (µg) |
|--------------------|---------|-------------------|
| Hoher Bereich A | 0,72 | 1,8 |
| Hoher Bereich B | 0,72 | 8,0 |

Se référer à l'addenda d'attribution de valeurs compris dans le coffret en ce qui concerne les valeurs de calibrateur réelles.

⚠ Avertissements et mises en garde

DANGER : Les calibrateurs CEDIA contiennent ≤ 18 % d'albumine bovine (AB).

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

EUH032 - Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

Éviter de respirer les gaz ou vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. **EN CAS D'INHALATION** : s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éliminer le contenu/contenant dans un endroit conforme aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Les calibrateurs contiennent moins de 0,13 % d'azide de sodium. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses. En cas de contact, rincer à grande eau. En cas de projection dans l'œil ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. L'azide de sodium peut réagir dans les conduites de plomb ou de cuivre et former des azides métalliques potentiellement explosifs. Pour éliminer ces calibrateurs, il est donc nécessaire de rincer à grande eau afin d'éviter toute accumulation d'azides. Nettoyer les surfaces métalliques exposées avec de l'hydroxyde de sodium à 10%.

Conservation et stabilité

Conservé les calibrateurs entre 2 et 8°C. **NE PAS CONGELER.**

Pour la stabilité des calibrateurs non ouverts, se référer à la date de péremption figurant sur l'étiquetage de la boîte ou des flacons.

Après ouverture du flacon, son contenu reste stable pendant 60 jours ou jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'étiquette, si celle-ci survient en premier.

Protocole

Matériel fourni :

Calibrateurs CEDIA Cyclosporine PLUS, Limites supérieures.

Matériel supplémentaire requis (mais non fourni) :

Coffret de réactifs CEDIA Cyclosporine PLUS

Contrôles 4 et 5 de concentration élevée CEDIA Cyclosporine PLUS

Préparation des calibrateurs

- Mélanger les calibrateurs doucement mais complètement avant leur utilisation.
- Ajouter exactement 100 µL de calibrateur dans un godet à réaction.
- À l'aide d'une pipette à répétition, ajouter exactement 400 µL du réactif de lyse CEDIA Cyclosporine Plus dans chaque godet à réaction.
- Passer chaque godet à réaction au vortex pendant 2 à 5 secondes.
- Placer le godet de calibrateur sur l'instrument et l'analyser.

Les calibrateurs restent stables pendant 1 heure et 30 minutes entre 15 et 25°C.

Dosage

Les calibrateurs CEDIA Cyclosporine PLUS permettent de déterminer des concentrations de Cyclosporine. Se référer à la notice d'emballage du coffret de réactifs Cyclosporine PLUS pour des informations plus spécifiques.

Contrôle Qualité

Toutes les exigences de contrôle qualité doivent être appliquées conformément aux règlements locaux, régionaux et nationaux ou aux conditions d'agrément.

Glossaire:

<http://www.thermofisher.com/symbols-glossary>



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 États-Unis
Soutien technique et à la clientèle,
États-Unis :
1-800-232-3342



EC REP

B-R-A-H-M-S GmbH
Neuendorfstrasse 25
16761 Hennigsdorf, Germany



Pour des mises à jour de la notice, consulter:
www.thermofisher.com/diagnostics

Autres pays :

Contactez le représentant local.

CEDIA est une marque déposée de Roche Diagnostics.

10003911-15-FR
2023 12