

Calibratore CEDIA® per ciclosporina

thermo
scientific

IVD Per uso diagnostico in vitro

Rx Only

REF 100012 Cal A per ciclosporina - range alto (2 x 4,0 mL)

Cal B per ciclosporina - range alto (2 x 4,0 mL)

Uso previsto

I calibratori CEDIA® PLUS range alto per ciclosporina sono usati nella calibrazione del dosaggio CEDIA PLUS range alto previsto per la determinazione della presenza di ciclosporina nel sangue intero umano. Ciascun set di calibratori è venduto separatamente e può essere usato con qualsiasi lotto di reagenti. I calibratori contengono sali tampone, <0,13% di azoturo di sodio e le seguenti sostanze.

N° di cat. 100012	BSA (g)	Ciclosporina (µg)
Range Alto A	0,72	1,8
Range Alto B	0,72	8,0

Per gli effettivi valori dei calibratori, consultare l'apposito supplemento accluso al kit.

⚠ Avvertenze e precauzioni

PERICOLO: I calibratori CEDIA contengono ≤ 18% di albumina sierica bovina (BSA).

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

EUH032 - A contatto con acidi libera gas molto tossici.

Evitare di respirare la polvere o i vapori. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **IN CASO DI INALAZIONE:** se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Smaltire il prodotto/recipiente nelle apposite aree in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

I calibratori contengono meno dello 0,13% di sodio azide. Evitarne il contatto con la pelle e le mucose. In caso di contatto, sciacquare le aree interessate con abbondanti quantità di acqua. In caso di contatto con gli occhi o di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico. L'azoturo di sodio può reagire con il rame o il piombo delle tubature di scarico generando azidi metallici potenzialmente esplosivi. Per lo smaltimento dei calibratori, usare abbondanti quantità di acqua per evitare l'accumulo di azidi metallici. Pulire le superfici metalliche esposte con idrossido di sodio al 10%.

Conservazione e stabilità

Conservare i calibratori a 2-8°C. **NON CONGELARLI.**

Per il periodo di stabilità dei calibratori non aperti, vedere la data di scadenza sulla confezione o sulle etichette dei flaconi.

Una volta aperto il flacone, il suo contenuto è stabile per 60 giorni o fino alla data di scadenza riportata sul flacone, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

Procedura

Materiali forniti:

Calibratori CEDIA PLUS per ciclosporina - range alto.

Ulteriori materiali necessari (ma non forniti):

Kit di reagenti CEDIA PLUS per ciclosporina

Controlli 4 e 5 CEDIA PLUS per ciclosporina per range alto

Preparazione della calibrazione

1. Prima dell'uso miscelare i calibratori con delicatezza, ma accuratamente.
2. Dosare esattamente 100 µL di calibratore in una coppetta per campioni.
3. Utilizzando una pipetta a ripetizione, aggiungere esattamente 400 µL di reagente lisante CEDIA Plus per ciclosporina a ciascuna coppetta per campioni.
4. Agitare mediante vortex ciascuna coppetta per 2-5 secondi.
5. Inserire la coppetta contenente il calibratore nello strumento e sottoporla ad analisi.

I calibratori sono stabili per 1,5 ore a 15-25°C.

Dosaggio

I calibratori CEDIA PLUS per ciclosporina sono usati per determinare le concentrazioni di ciclosporina. Per ottenere informazioni specifiche, consultare il foglietto illustrativo allegato alla confezione del kit di reagenti CEDIA PLUS per ciclosporina.

Controllo Di Qualità

Tutti i requisiti di controllo della qualità vanno soddisfatti in conformità alle normative vigenti o ai requisiti per l'accreditamento.

Glossario:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Assistenza tecnica e assistenza
clienti negli USA:
1-800-232-3342



EC REP

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



Per gli aggiornamenti dei fogli illustrativi, visitare il sito:
www.thermofisher.com/diagnostics

Altri Paesi:

Consultare la Vostra rappresentanza.

CEDIA è un marchio depositato di ROCHE Diagnostics.

10003911-12-IT
2020 02