

CEDIA® Ciklosporine PLUS-kalibrator

thermo
scientific

IVD För in-vitro diagnostisk användning

Rx Only

REF 100012 Ciklosporine High Range Cal A (2 x 4,0 mL)

Ciklosporine High Range Cal B (2 x 4,0 mL)

Användning

CEDIA® Ciklosporine PLUS High Range-kalibratorerna används för att kalibrera CEDIA Ciklosporine PLUS High Range-assayen för mänskligt helblod. Varje kalibrator säljes separat och kan användas med alla reagenslotter. Kalibratorerna är färdiga att användas och innehåller buffertsalter, < 0,13% natriumazid och följande substanser

Katalognr. 100012	BSA (g)	Kvantitet
High Range A	0,72	1,8
High Range B	0,72	8,0

Se informationen som ingår i kitet för de aktuella kalibratorvärdena.

Försiktighetsåtgärder och varningar

FARA: CEDIA-kalibratorer innehåller ≤18 % bovint serumalbumin (BSA).

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

EUH032 - Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

Undvik att inandas dimma eller ånga. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Kalibratorerna innehåller < 0,13% natriumazid. Undvik kontakt med huden och slemhinnor. Vid kontakt, spola påverkade ytor med rikliga mängder vatten. Vid kontakt med ögonen eller vid förtäring, kontakta genast läkare. Natriumazid kan reagera med bly eller kopparledningar och bilda potentiellt explosiva metallazider. Spola alltid med stora mängder vatten när sådana reagens hålls ut för att förebygga ansamling av azid. Rengör exponerade metallytor med 10% natriumhydroxid.

Förvaring och stabilitet

Förvara reagenser vid 2-8°C. **FÅR EJ FRYNAS.**

Stabilitet innan flaskans öppnande: fram till bäst-föredatum.

Stabilitet efter flaskans öppnande: 60 dagar eller fram till bäst-föredatum (det som inträffar först).

Procedur

Medföljande tillbehör:

CEDIA Ciklosporine PLUS High Range-kalibratorer

Nödvändiga tillbehör (säljes separat):

CEDIA Ciklosporine PLUS reagenskit

CEDIA Ciklosporine PLUS High-Range-kontroller 4 & 5.

Preparering av kalibratorer

1. Blanda kalibratorerna noggrant men försiktigt innan användning.
2. Tillsätt exakt 100 µL av kalibratoren till en provkopp.
3. Tillsätt exakt 400 µL CEDIA Ciklosporine PLUS Lysing Reagent till varje provkopp med en dispenseringspipett.
4. Blanda varje kopp i 2-5 sekunder.
5. Placera provkopparna på analysmaskinen och utför testet.

Kalibratorerna är stabila i 1,5 timme vid 15-25°C.

Assay

CEDIA Ciklosporine PLUS-kalibratorerna används för att bestämma ciklosporinkoncentrationer. Se CEDIA Ciklosporine PLUS-testets bruksanvisning för mer information.

Kvalitetskontroll

Alla krav på kvalitetskontroll måste utföras i enlighet med lokala, statliga och/eller kommunala bestämmelser eller ackrediteringskrav.

Ordlista:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Kundtjänst och teknisk support i USA:
1-800-232-3342



EC REP

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



För uppdateringar av tillägg, gå till:
www.thermofisher.com/diagnostics

Andra länder:

Kontakta din lokala representant.

CEDIA is a registered trademark of Roche Diagnostics.

10003911-12-SV
2020 02