

CEDIA® Cyclosporine PLUS Calibrator

thermo
scientific

IVD Til in vitro-diagnostisk anvendelse

Rx Only

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

Tilsligtet anvendelse

CEDIA® Cyclosporine PLUS High Range-kalibratorerne bruges til at kalibrere CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Assay i humant fuldblod. Hvert kalibratorsæt sælges separat og kan anvendes med ethvert andet reagenslot. Kalibratorerne indeholder buffersalte, < 0,13 % natriumazid og de følgende stoffer.

Kat. nr. 100012	BSA (g)	Cyclosporin (µg)
High Range A	0,72	1,8
High Range B	0,72	8,0

De faktiske kalibratorværdier findes i tildelingsbilaget i kittet.

⚠ Forsigtighedsregler og advarsler

FARE: CEDIA-kalibratoren indeholder ≤ 18 % bovint serumalbumin (BSA).

H317 – Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H334 – Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

EUH032 – Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

Undgå indånding af tåge eller damp. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Bær beskyttelseshandsker/øjenskytelse/ansigtsbeskyttelse. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt sæbe og vand. **VED INDÅNDING:** Hvis vejtrækningen er besværet, skal den udsatte person flyttes til frisk luft og holdes i ro i en stilling, der letter vejtrækningen. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Ved luftvejssymptomer: Ring til en SKADESTUE eller læge. Vask kontamineret tøj, før det bruges igen. Bortskaf indholdet/beholderen i henhold til lokale, regionale, nationale og internationale forordninger.

Kalibratorerne indeholder mindre end 0,13 % natriumazid. Undgå kontakt med hud og slimhinder. Skyl de påvirkede områder med rigelige mængder vand. Søg omgående læge efter kontakt med øjne eller ved indtagelse. Natriumazid kan reagere med bly- eller kobberer og danne eksplosive metalazider. Ved bortskaffelse af sådanne kalibratoren skal du altid skylle med store mængder vand for at forhindre azidophobning. Rengør udsatte metaloverflader med 10 % natriumhydroxid.

Opbevaring og holdbarhed

Opbevar kalibratoren ved 2-8 °C. **MÅ IKKE NEDFRYSES.**

For oplysninger om stabiliteten af de uåbnede kalibratoren henvises til udløbsdatoen på etiketterne på æsken eller flasken.

Stabilitet **efter** åbning af flasken er 60 dage eller den trykte udløbsdato; førstkommande dato gælder.

Procedure

Medfølgende materialer:

CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Calibrators.

Yderligere nødvendige materialer (som ikke medfølger):

CEDIA Cyclosporine PLUS Reagent Kit

CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Controls 4 og 5

Klargøring til kalibrering

1. Bland kalibratorerne forsigtigt, men grundigt, før brug.
2. Tilsæt præcis 100 µL af kalibratoren til en prøvekop.
3. Tilsæt præcis 400 µL CEDIA Cyclosporine Plus Lysing Reagent til hver prøvekop med en pipettehjælper.
4. Kør hver prøvekop i en vortexmixer i 2-5 sekunder.
5. Anbring kalibratorkoppen på instrumentet, og udfør analyse.

Kalibratorerne er stabile i 1,5 time ved 15-25 °C.

Analyse

CEDIA Cyclosporine PLUS-kalibratoren anvendes til at fastlægge koncentrationer af cyclosporin. Se indlægssedlen til Cyclosporine PLUS-reagenskittet for at få yderligere oplysninger.

Kvalitetskontrol

Alle kvalitetskontroller skal udføres i henhold til lokale, statslige og/eller nationale regler eller godkendelseskrav.

Symbolforklaring:

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



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



EC REP

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



Se opdateringer til indlægssedlen på:
www.thermofisher.com/diagnostics

Andre lande:

Kontakt den lokale Thermo Fisher Scientific-repræsentant.

CEDIA er et registreret varemærke tilhørende Roche Diagnostics.

10003911-12-DA
2020 02