

CEDIA® Cyclosporine PLUS Calibrator

thermo
scientific

IVD For in vitro-diagnostikk

Rx Only

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

Tiltenkt bruk

CEDIA® Cyclosporine PLUS High Range-kalibratører brukes til å kalibrere CEDIA Cyclosporine PLUS High Range-analysen i humant fullblod. Hvert kalibratorsett selges separat og kan brukes med ethvert reagensparti. Kalibratorene inneholder buffersalter, < 0,13 % natriumazid og de følgende stoffene.

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

Se tilordningstillegget som finnes i settet, for faktiske kalibratorverdiene.

⚠ Forholdsregler og advarsler

FARE: CEDIA-kalibratorene inneholder ≤ 18 % bovint serumalbumin (BSA).

H317 – kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H334 – kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

EUH032 – ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass.

Unngå innånding av tåke/damp. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

VED INNÅNDING: Hvis det blir tungt å puste, skal offeret bæres ut i frisk luft og legges i en hvilestilling som gjør det komfortabelt å puste. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Innhold/holder skal kasserer i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

Kalibratorene inneholder mindre enn 0,13 % natriumazid. Unngå kontakt med hud og slimhinner. Skyll berørte områder med rikelige mengder vann. Oppsøk lege straks hvis øyet er berørt, eller ved svelging. Natriumazid kan reagere med bly- eller kobberør og kan danne potensielt eksplosive metallazider. Ved kassering av slike kalibratører må du alltid skylle med store volumer med vann for å hindre opphoping av azider. Rengjør eksponerte metalloverflater med 10 % natriumhydroksid.

Oppbevaring og stabilitet

Kalibratorene skal oppbevares ved 2–8 °C. **MÅ IKKE FRYSES.**

Se utløpsdatoen på esken eller flaskeetikettene med hensyn til stabiliteten til de uåpnede kalibratorene.

Åpne flasken innen 60 dager eller den trykte utløpsdatoen for stabilitet **etter** åpning, det som kommer først.

Prosedyre

Materiell som følger med:

CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Calibrators.

Ytterligere materiell som er nødvendig (men ikke følger med):

CEDIA Cyclosporine PLUS Reagent Kit

CEDIA Cyclosporine PLUS High Range Controls 4 and 5

Preparering av kalibrator

1. Bland kalibratorene forsiktig, men grundig før bruk.
2. Fyll nøyaktig 100 µl av kalibratoren i en prøvekopp.
3. Bruk en flerbrukspipette til å fylle på nøyaktig 400 µl med CEDIA Cyclosporine Plus Lysing Reagent i hver prøvekopp.
4. Sentrifuger hver prøvekopp i 2–5 sekunder.
5. Plasser kalibratorkoppen på instrumentet, og analyser.

Kalibratorene er stabile i 1,5 time ved 15–25 °C.

Analyse

CEDIA Cyclosporine PLUS Calibrators brukes til å fastslå konsentrasjoner av cyklosporin. Se pakkevedlegget for Cyclosporine PLUS-reagenssettet for spesifikk informasjon.

Kvalitetskontroll

Alle påkrevde kvalitetskontroller skal utføres i samsvar med lokale, regionale og/eller nasjonale bestemmelser og godkjenningskrav.

Ordliste:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Kundestøtte og teknisk
støtte for USA:
1-800-232-3342



EC REP

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



Oppdateringer knyttet til pakningsvedlegg finner du på:
www.thermofisher.com/diagnostics

Andre land:

Kontakt din lokale Thermo Fisher Scientific-representant.

CEDIA er et registrert varemerke for Roche Diagnostics.

10003911-12-NO
2020 02