

# CEDIA® Cyclosporin PLUS Kalibrator Kit

thermo  
scientific

**IVD** Zur In-vitro-Diagnostik

**Rx Only**

**REF** 100012 Cyclosporin Hoher Kalibrator A (2 x 4,0 mL)  
Cyclosporin Hoher Kalibrator B (2 x 4,0 mL)

## Verwendungszweck

Die CEDIA® Cyclosporin PLUS Hoher Kalibratoren werden zur Kalibration des CEDIA Cyclosporin PLUS Hoher Assay in menschlichem Vollblut verwendet. Jedes Kalibrator-Set wird separat verkauft und kann für jede beliebige Chargennummer eingesetzt werden. Die Kalibratoren enthalten Puffersalze, < 0,13% Natriumazid sowie die folgenden Substanzen:

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

Bitte die eigentlichen Kalibratorenwerte dem im Kit mitgelieferten Zusatz entnehmen.

## ⚠ Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

**GEFAHR:** CEDIA-Kalibratoren enthalten ≤18 % Rinderserumalbumin (BSA).

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

EUH032 - Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Einatmen: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Symptomen der Atemwege: Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Die Kalibratoren enthalten weniger als 0,13 % Natriumazid. Vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Schleimhäuten. Bei Kontakt betroffene Stellen unter reichlich fließendem Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen oder versehentlicher Einnahme muß sofort ein Arzt aufgesucht werden. Natriumazid kann mit Blei- und Kupferleitungen reagieren und möglicherweise explosive Metallazide bilden. Bei Entsorgung dieser Kalibratoren muß mit viel Wasser nachgespült werden, um die Anlagerung von Azid zu verhindern. Exponierte Metalloberflächen mit 10% Natriumhydroxid reinigen.

## Lagerung und Haltbarkeit

Lagern Sie die Kalibratoren bei 2-8°C. **Nicht einfrieren!**

**ungeöffnet:** bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum.

**geöffnet:** 60 Tage oder bis zum angegebenen Verfallsdatum.

## Testverfahren

### geliefertes Material:

CEDIA Cyclosporin PLUS Hohe Kalibratoren.

### zusätzlich benötigtes (aber nicht mitgeliefertes) Material:

CEDIA Cyclosporin PLUS Reagenz

CEDIA Cyclosporin PLUS Hohe Kontrollen 4 und 5

## Kalibrationsvorbereitung

1. Mischen Sie vor Gebrauch die Kalibratoren vorsichtig, aber gründlich.
2. Füllen Sie exakt 100 µL von jedem Kalibrator in ein Probengefäß.
3. Pipettieren Sie exakt 400 µL des CEDIA Cyclosporin PLUS Lyse Reagenz in jedes Probengefäß.
4. Vortexen Sie jedes Probengefäß für ca. 2-5 Sekunden.
5. Plazieren Sie die Kalibratorgefäße auf das Instrument und führen Sie den Test durch.

Die Kalibratoren sind bei 15-25°C für ca. 1.5 Stunde stabil.

## Testdurchführung

Die CEDIA Cyclosporin PLUS Kalibratoren werden zur Bestimmung von Cyclosporin-Konzentrationen verwendet. Beachten Sie die Packungsbeilage des Cyclosporin PLUS Reagenzes für zusätzliche Informationen.

## Qualitätskontrolle

Alle Qualitätskontrollen sollten in Übereinstimmung mit örtlichen und staatlichen Vorschriften bzw. Akkreditierungsbestimmungen durchgeführt werden.

## Glossar:

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



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 USA  
Kundendienst und technischer  
Support in den USA:  
1-800-232-3342



**EC REP**

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



Aktualisierte Packungsbeilagen finden Sie unter:  
[www.thermofisher.com/diagnostics](http://www.thermofisher.com/diagnostics)

## Andere Länder:

Setzen Sie sich bitte mit der zuständigen Vertretung in Verbindung.

CEDIA ist ein eingetragenes Warenzeichen von Roche Diagnostics.

10003911-12-DE  
2020 02