

# Calibrador CEDIA® Ciclosporina PLUS

thermo  
scientific

**IVD** Para uso diagnóstico in vitro

**Rx Only**

**REF** 100012 Calibrador de rango alto A para ciclosporina (2 x 4,0 mL)  
Calibrador de rango alto B para ciclosporina (2 x 4,0 mL)

## Indicaciones

Los calibradores CEDIA® Ciclosporina PLUS rango alto se emplean para calibrar el análisis CEDIA Ciclosporina PLUS rango alto en sangre entera humana. Cada conjunto de calibradores se vende por separado y puede emplearse con cualquier lote de reactivo. Los calibradores contienen sales de tampón, <0,13% de azida sódica y las siguientes sustancias.

Número de catálogo 100012	BSA (g)	Ciclosporina (µg)
Rango Alto A	0,72	1,8
Rango Alto B	0,72	8,0

Consulte los valores reales de los calibradores en el apéndice de asignaciones incluido con el kit.

## ⚠ Precauciones y advertencias

**PELIGRO:** Los calibradores de CEDIA contienen ≤ 18% de albúmina sérica bovina (BSA)

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma, o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

EUH032 - En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

Evitar respirar los vapores o la neblina. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Llevar guantes de protección/ protección para los ojos/máscara de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de contacto con la piel: Lavar la zona con abundante agua y jabón. **EN CASO DE INHALACIÓN:** Si la víctima respira con dificultad, transpórtela al exterior y manténgala en reposo en una posición en la que respire con comodidad. En caso de irritación o erupción de la piel: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. En caso de experimentar síntomas de dificultad respiratoria: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Eliminar el contenido/el recipiente en un lugar que esté en conformidad con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

Los calibradores contienen menos de un 0.13% de azida sódica. Evite el contacto con la piel y las mucosas. En caso de contacto, lave las áreas afectadas con abundante agua. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, consulte inmediatamente con un médico. La azida sódica puede reaccionar con el plomo o el cobre de las cañerías y formar azidas metálicas que pueden ser explosivas. Al desechar dichos calibradores, debe enjuagarse siempre con abundante agua para evitar la acumulación de azidas. Limpie las superficies metálicas expuestas con hidróxido sódico al 10%.

## Almacenamiento y estabilidad

Almacene los calibradores a entre 2 y 8°C. **NO LOS CONGEELE.**

Para determinar la estabilidad de los calibradores sin abrir, consulte la fecha de caducidad en las etiquetas de la caja o del frasco.

Tras abrir el frasco, los calibradores permanecen estables durante 60 días o hasta la fecha de caducidad impresa, lo que suceda primero.

## Procedimiento

### Material suministrado:

Calibradores de rango alto CEDIA Ciclosporina PLUS.

### Material adicional requerido (pero no suministrado):

Kit de reactivo CEDIA Ciclosporina PLUS

Controles 4 y 5 de rango alto CEDIA Ciclosporina PLUS

## Preparación de la calibración

1. Mezcle suave pero minuciosamente los calibradores antes de utilizarlos.
2. Añada exactamente 100 µL del calibrador a un recipiente de muestras.
3. Utilice una pipeta repetidora para añadir exactamente 400 µL del reactivo de lisis CEDIA Ciclosporina PLUS a cada recipiente de muestras.
4. Agite cada recipiente durante entre 2 y 5 segundos en un agitador vortex.
5. Coloque el recipiente del calibrador en el instrumento y analícelo.

Los calibradores son estables durante 1,5 horas a entre 15 y 25°C.

## Análisis

Los calibradores CEDIA Ciclosporina PLUS se emplean para determinar las concentraciones de ciclosporina. Para obtener información específica, consulte el prospecto del envase del kit de reactivo Ciclosporina PLUS.

## Control De Calidad

Todos los requisitos de control de calidad deben realizarse de acuerdo con las normas o los requisitos de acreditación locales, estatales o federales.

## Glosario:

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



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 EE.UU  
Atención al cliente y servicio técnico  
en EE.UU:  
1-800-232-3342



**EC REP**

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



Para consultar las actualizaciones, visite:  
[www.thermofisher.com/diagnostics](http://www.thermofisher.com/diagnostics)

## Otros países:

Favor de comunicarse con su representante local.

CEDIA es una marca registrada de ROCHE Diagnostics.

10003911-15-ES  
2023 12