

**IVD** Para uso diagnóstico in vitro

## Rx Only

**REF** 100241 Calibrador S1 CEDIA Buprenorfina (0 ng/mL)  
100242 Calibrador S2 CEDIA Buprenorfina (5 ng/mL)  
100243 Calibrador S3 CEDIA Buprenorfina (20 ng/mL)  
100244 Calibrador S4 CEDIA Buprenorfina (50 ng/mL)  
100245 Calibrador S5 CEDIA Buprenorfina (75 ng/mL)  
100246 Controles alto (7 ng/mL) y bajo (3 ng/mL) CEDIA Buprenorfina

## Indicaciones


Los calibradores CEDIA® Buprenorfina se emplean para calibrar el análisis CEDIA Buprenorfina en orina humana.

Los controles CEDIA Buprenorfina se emplean para validar el análisis CEDIA Buprenorfina en orina humana.

Cada conjunto de calibradores y controles se vende por separado y puede emplearse con cualquier lote de reactivo. Los calibradores y los controles listos para su uso contienen orina humana procesada, sales de tampón y azida sódica al 0,09%.

## Precauciones y advertencias

Tome las precauciones normales requeridas para la manipulación de todos los reactivos de laboratorio.

 **ADVERTENCIA:** Los calibradores y los controles contienen azida sódica al 0,09%. Evite el contacto con la piel y las mucosas. En caso de contacto, enjuague las zonas afectadas con abundante agua. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, consulte inmediatamente con un médico. La azida puede reaccionar con el plomo o el cobre de las cañerías y formar azidas metálicas que pueden ser explosivas. Al desechar dichos reactivos, debe enjuagarse siempre con abundante agua para evitar la acumulación de azidas. Lave las superficies metálicas expuestas con una solución de hidróxido de sodio al 10%.

## Almacenamiento y estabilidad

Almacene los calibradores y los controles a entre 2 y 8°C. **No los congele.** Para determinar la estabilidad de los calibradores o los controles sin abrir, consulte la fecha de caducidad en las etiquetas de la caja o del frasco. Tras abrir el frasco, los calibradores y los controles permanecen estables durante 60 días o hasta la fecha de caducidad impresa, lo que suceda primero.

## Instrucciones de uso

Los calibradores y los controles son líquidos y están listos para su uso. Mezcle el contenido del frasco antes de cada uso invirtiendo suavemente el frasco dos o tres veces.

Anote la fecha de apertura en la etiqueta del frasco del calibrador o de los controles.

Retire la tapa y vierta la cantidad de calibrador o control requerida en un recipiente de muestras de la forma indicada en la hoja de aplicaciones correspondiente del análisis CEDIA.

Evite la contaminación cruzada de las concentraciones de calibrador o control emparejando las tapas coloreadas a los cuentagotas del color adecuado.

## 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 actualizaciones de folletos, visite:  
[www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics)

## Otros países:

Favor de comunicarse con su representante local.

CEDIA es una marca registrada de Roche Diagnostics.

10007591-7-ES  
2018 01