

IVD Per uso diagnostico in vitro

Rx Only

REF 100241 Calibratore S1 CEDIA per la buprenorfina (0 ng/mL)
100242 Calibratore S2 CEDIA per la buprenorfina (5 ng/mL)
100243 Calibratore S3 CEDIA per la buprenorfina (20 ng/mL)
100244 Calibratore S4 CEDIA per la buprenorfina (50 ng/mL)
100245 Calibratore S5 CEDIA per la buprenorfina (75 ng/mL)
100246 Controlli CEDIA alto (7 ng/mL) e basso (3 ng/mL) per la buprenorfina

Uso previsto

I calibratori CEDIA® per la buprenorfina sono usati per la calibrazione del dosaggio CEDIA per la buprenorfina nell'urina umana.

I controlli CEDIA per la buprenorfina sono usati per la qualificazione del dosaggio CEDIA per la buprenorfina nell'urina umana.

Ciascun set di calibratori e controlli è venduto separatamente e può essere usato con qualsiasi lotto di reagenti. I calibratori e i controlli pronti per l'uso contengono urina umana trattata, sali tampone e lo 0,09% di sodio azide.



Avvertenze e precauzioni

Adottare le normali precauzioni necessarie per la manipolazione di tutti i reagenti di laboratorio.



AVVERTENZA: I calibratori e i controlli contengono lo 0,09% di sodio azide. Evitare il contatto con la pelle e le mucose. In caso di contatto, sciacquare le aree interessate con abbondanti quantità di acqua. In caso di contatto con gli occhi o di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico. La sodio azide può reagire con il rame o il piombo delle tubature di scarico generando azidi metalliche potenzialmente esplosive. Per lo smaltimento dei reagenti, usare abbondanti quantità di acqua per evitare l'accumulo di azidi metalliche. Pulire le superfici metalliche esposte con una soluzione di idrossido di sodio al 10%.

Conservazione e stabilità

Conservare i calibratori e i controlli a 2-8°C. **Non congelarli.** Per la stabilità dei calibratori e dei controlli non aperti, controllare le date di scadenza riportate sulle etichette delle confezioni o dei flaconi. Il contenuto dei flaconi dei calibratori e dei controlli aperti è stabile per 60 giorni o fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima.

Istruzioni per l'uso

I calibratori e i controlli liquidi sono pronti per l'uso. Mescolare il contenuto del flacone prima di ciascun uso capovolgendolo delicatamente 2 o 3 volte.

Annotare sull'etichetta del flacone la data di apertura del calibratore o del controllo.

Rimuovere il tappo e dispensare la quantità richiesta di calibratore o di controllo in una coppetta per campione in base a quanto specificato nel foglio applicativo del dosaggio CEDIA appropriato.

Evitare la contaminazione crociata dei calibratori o dei controlli di vari livelli prestando attenzione alla corrispondenza tra i tappi colorati e i puntali contagocce colorati.

Controllo Di Qualità

Tutti i requisiti di controllo della qualità vanno soddisfatti in conformità alle normative vigenti o ai requisiti per l'accreditamento.

Glossario:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Assistenza tecnica e assistenza
clienti negli USA:
1-800-232-3342



EC REP

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



Per gli aggiornamenti del foglietto illustrativo, visitare:
www.thermoscientific.com/diagnostics

Altri paesi:

Consultare la Vostra rappresentanza.

CEDIA è un marchio depositato di Roche Diagnostics.

10007591-7-IT
2018 01