

IVD Zur In-vitro-Diagnostik

Rx Only

- REF** 100241 CEDIA Buprenorphin S1 Kalibrator (0 ng/mL)
100242 CEDIA Buprenorphin S2 Kalibrator (5 ng/mL)
100243 CEDIA Buprenorphin S3 Kalibrator (20 ng/mL)
100244 CEDIA Buprenorphin S4 Kalibrator (50 ng/mL)
100245 CEDIA Buprenorphin S5 Kalibrator (75 ng/mL)
100246 CEDIA Buprenorphin-Kontrollen Low (3 ng/mL) und High (7 ng/mL)

Anwendungsbereich

Die CEDIA® Buprenorphin-Kalibratoren werden zum Kalibrieren des CEDIA Buprenorphin-Assays in Humanurin verwendet.

Die CEDIA Buprenorphin-Kontrollen werden zur Qualifizierung des CEDIA Buprenorphin-Assays in Humanurin verwendet.

Die Kalibrator- und Kontrollsets sind getrennt erhältlich und können mit jeder Reagenziencharge verwendet werden. Die gebrauchsfertigen Kalibratoren und Kontrollen enthalten verarbeiteten Humanurin, Puffersalze und 0,09% Natriumazid.



Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Es gelten die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Laborreagenzien.



ACHTUNG: Die Kalibratoren und Kontrollen enthalten 0,09% Natriumazid. Kontakt mit Haut und Schleimhäuten vermeiden. Betroffene Bereiche mit reichlich Wasser abspülen. Bei Kontakt mit Augen oder Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Azid kann mit Blei- oder Kupferrohren unter Bildung potenziell explosiver Metallazide reagieren. Beim Entsorgen solcher Reagenzien immer mit reichlich Wasser nachspülen, um eine Azidanreicherung zu vermeiden. Die Reinigung von freiliegenden Metallflächen hat mit 10 % Natriumhydroxidlösung zu erfolgen.

Lagerung und Stabilität

Kalibratoren und Kontrollen bei 2-8°C lagern. **Nicht einfrieren.** Das Verfallsdatum auf dem Karton- oder Flaschenetikett gibt an, wie lange ungeöffneten Kalibratoren und Kontrollen stabil sind. Die geöffneten Kalibratoren oder Kontrollen sind 60 Tage oder bis zum Ablauf des aufgedruckten Verfallsdatums haltbar. Es gilt das jeweils frühere Datum.

Gebrauchsanweisung

Die Kalibratoren und Kontrollen sind flüssig und gebrauchsfertig. Vor jedem Gebrauch den Inhalt des Fläschchens durch vorsichtiges 2- bis 3maliges Überkopfdrehen mischen.

Das Öffnungsdatum auf dem Fläschchenetikett notieren.

Die Verschlusskappe abnehmen und die erforderliche Menge Kalibrator oder Kontrolle in ein Probengefäß geben, wie im zugehörigen CEDIA Assay-Applikationsblatt angegeben.

Kreuzkontamination zwischen den Kalibrator- und Kontrollkonzentrationen vermeiden. Dazu auf die farbmarkierten Verschlusskappen und Pipettenspitzen achten.

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.thermoscientific.com/diagnostics

Andere Länder:

Setzen Sie sich bitte mit der zuständigen Vertretung in Verbindung.

CEDIA ist eine eingetragene Marke von ROCHE Diagnostics

10007591-7-DE
2018 01