

IVD Pour usage diagnostique in vitro

Rx Only

- REF** 100241 Calibrateur S1 CEDIA Buprénorphine (0 ng/mL)
100242 Calibrateur S2 CEDIA Buprénorphine (5 ng/mL)
100243 Calibrateur S3 CEDIA Buprénorphine (20 ng/mL)
100244 Calibrateur S4 CEDIA Buprénorphine (50 ng/mL)
100245 Calibrateur S5 CEDIA Buprénorphine (75 ng/mL)
100246 Contrôles CEDIA Buprénorphine de concentrations faible (3 ng/mL)
et élevée (7 ng/mL)

Application


Les calibrateurs CEDIA® Buprénorphine servent à calibrer le dosage CEDIA Buprénorphine dans l'urine humaine.

Les contrôles CEDIA Buprénorphine servent à valider le dosage CEDIA Buprénorphine dans l'urine humaine.

Chaque série de calibrateurs et de contrôles est vendue séparément et peut être utilisée avec n'importe quel lot de réactifs. Les calibrateurs et les contrôles prêts à l'emploi contiennent de l'urine humaine traitée, des sels tampons et 0,09 % d'azide de sodium.

Avertissements et mises en garde

Observer les précautions normales requises pour la manipulation de tous réactifs de laboratoire.

 **AVERTISSEMENT:** Les calibrateurs et contrôles contiennent 0,09 % d'azide de sodium. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses. En cas de contact, rincer à grande eau. En cas de projection dans l'œil ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. L'azide peut réagir dans les conduites de plomb ou de cuivre et former des azides métalliques potentiellement explosifs. Pour éliminer les réactifs, il est donc nécessaire de rincer à grande eau afin d'éviter toute accumulation d'azides. Nettoyer les surfaces métalliques exposées avec une solution d'hydroxyde de sodium à 10 %.

Conservation et stabilité

Conserver les calibrateurs et les contrôles entre 2 et 8°C. **Ne pas congeler.** Pour la stabilité des calibrateurs ou des contrôles non ouverts, se référer à la date de péremption figurant sur l'étiquetage du coffret ou des flacons. Pour la stabilité des calibrateurs ou des contrôles ouverts, les conserver pendant 60 jours ou jusqu'à la date de péremption imprimée, selon l'échéance la plus courte.

Mode d'emploi

Les calibrateurs et les contrôles sont des liquides prêts à l'emploi. Mélanger le contenu du flacon avant chaque utilisation en retournant doucement le flacon 2 ou 3 fois.

Noter la date d'ouverture du calibrateur ou des contrôles sur l'étiquette du flacon.

Retirer le bouchon et distribuer la quantité requise de calibrateur ou de contrôle dans un godet à réaction conformément aux instructions de la fiche technique du dosage CEDIA approprié.

Éviter toute contamination croisée des calibrateurs et des contrôles en faisant correspondre la couleur des bouchons à celle des embouts compte-gouttes.

Contrôle Qualité

Toutes les exigences de contrôle qualité doivent être appliquées conformément aux règlements locaux, régionaux et nationaux ou aux conditions d'agrément.

Glossaire :

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 États-Unis
Soutien technique et à la clientèle,
États-Unis :
1-800-232-3342



EC REP

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



Pour des mises à jour de la notice, consulter:
www.thermoscientific.com/diagnostics

Autres pays :

Contactez le représentant local.

CEDIA est une marque déposée de Roche Diagnostics.

10007591-7-FR
2018 01