

Set di controlli MGC Select per DAU

thermo
scientific

IVD Per uso diagnostico in vitro

REF 100202 Basso 3 x 5 mL
Alto 3 x 5 mL

Uso previsto

Il set di controlli MGC Select per DAU (droghe d'abuso nelle urine) è composto da controlli alto e basso non dosati previsti per l'uso nella convalida dei dosaggi per il rilevamento della presenza di sostanze stupefacenti nell'urina umana.

Descrizione dei controlli

Il set di controlli MGC Select per DAU è composto da controlli liquidi pronti per l'uso formulati in matrice di urina umana contenente stabilizzanti, conservanti e sostanze stupefacenti nelle seguenti concentrazioni di interesse.

Drug	Basso (ng/mL)	Alto (ng/mL)
6-Acetylmorphine	7.5	12.5
Benzoylcegonine	112.5	187.5
LSD	0.3	0.7
MDMA	375	625
Nitrazepam	150	250

Avvertenze e precauzioni

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

PERICOLO: Il set di controllo MGC Select DAU contiene $\leq 0,3\%$ di albumina sierica bovina (BSA).

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Evitare di respirare la polvere o i vapori. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Indossare guanti protettivi/protezioni per gli occhi/per il viso. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **IN CASO DI INALAZIONE:** se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Smaltire il prodotto/recipiente nelle apposite aree in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Il set di controlli MGC Select per DAU contiene meno dello 0,1% di sodio azide. Evitarne 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.

I materiali di origine umana usati nella produzione del set di controlli MGC Select per DAU sono stati analizzati mediante un metodo approvato dalla FDA per il rilevamento della presenza di non esiste un metodo di analisi in grado di escludere con assoluta certezza il potenziale rischio di infezione, i materiali vanno manipolati come se si trattasse di campioni di pazienti. Nel caso di esposizione, attenersi alle indicazioni in merito degli enti sanitari responsabili.

Conservazione e stabilità

I controlli del set MGC Select per DAU devono essere conservati in frigorifero a 2-8 °C. Essi rimangono stabili fino alla data di scadenza indicata sulle etichette.

Istruzioni per l'uso

I controlli liquidi del set MGC Select per DAU sono pronti per l'uso. Mescolare il contenuto delle fiale prima di ciascun utilizzo capovolgendole delicatamente 2 o 3 volte.

Rimuovere il tappo e dispensare in una coppetta per campione la necessaria quantità di controllo specificata nel foglio illustrativo del dosaggio utilizzato.

Controllo Di Qualità

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

Materiali forniti

Set di controlli MGC Select per DAU

Ulteriori materiali necessari

Kit di reagenti per il dosaggio di sostanze stupefacenti

CEDIA® è un marchio depositato di ROCHE Diagnostics



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



EC REP

B-R-A-H-M-S GmbH
Neuendorfstrasse 25
16761 Hennigsdorf, Germany
Tel: +49 (0) 800 404 077 12
Fax: +49 (0) 800 404 077 13



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

Negli altri Paesi:

Consultare il rappresentante commerciale di zona.