

Set di controlli MGC Primary per DAU

IVD Per uso diagnostico in vitro

REF 100200 Basso 3 x 5 mL
Alto 3 x 5 mL

Uso previsto

Il set di controlli MGC Primary per DAU 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 Primary 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)
Benzoylcegonine	225	375
EDDP	750	1250
d-Methamphetamine	750	1250
Methadone	225	375
Methaqualone	225	375
Morphine	1500	2500
Oxazepam	150	250
Phencyclidine	19	31
Propoxyphene	225	375
Secobarbital	150	250

Avvertenze e precauzioni

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

PERICOLO: Il set di controlli MGC Primary per DAU contiene < 0,1% di sodio azide e ≤ 0,3% di albumina di siero bovino (BSA). 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.

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/Proteggere gli occhi/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.

I materiali di origine umana usati nella produzione del set di controlli MGC Primary per DAU sono stati analizzati mediante un metodo approvato dalla FDA per il rilevamento della presenza di HIV 1 e 2, epatite B ed epatite C. Tali dosaggi hanno fornito risultati negativi. Tuttavia, poiché 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 Primary 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 Primary 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 quantità di controllo richiesta 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 Primary per DAU

Ulteriori materiali necessari

Kit di reagenti per il dosaggio di sostanze stupefacenti



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Servicio al cliente y de
asistencia técnica 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.thermofisher.com/diagnostics

En otros países:

Póngase en contacto con su representante local.