

Conjunto de controles para drogas en orina MGC Select

thermo
scientific

IVD Para uso diagnóstico in vitro

REF 100202 Bajo 3 x 5 mL
Alto 3 x 5 mL

Indicaciones

El conjunto de controles para drogas en orina MGC Select consiste en controles altos y bajos no analizados indicados para la validación de análisis de drogas en orina humana.

Descripción de los controles

El conjunto de controles para drogas en orina MGC Select se vende en forma de controles líquidos listos para su uso formulados en una matriz de orina humana que contiene estabilizantes, conservantes y drogas a las siguientes concentraciones:

Droga	Bajo (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

Precauciones y advertencias

Tome las precauciones normales requeridas para la manipulación de todos los reactivos de laboratorio.

PELIGRO: El conjunto de controles MGC Select DAU contiene albúmina de suero bovino (BSA) a $\leq 0,3\%$.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma, o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

Evitar respirar los vapores o la neblina. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Llevar guantes de protección/ protección para los ojos/máscara de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. En caso de contacto con la piel: Lavar la zona con abundante agua y jabón. EN CASO DE INHALACIÓN: Si la víctima respira con dificultad, transpórtela al exterior y manténgala en reposo en una posición en la que respire con comodidad. En caso de irritación o erupción de la piel: Buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata. En caso de experimentar síntomas de dificultad respiratoria: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Eliminar el contenido/el recipiente en un lugar que esté en conformidad con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

El conjunto de controles para drogas en orina MGC Select contiene $<0,1\%$ de azida sódica. Evite el contacto con la piel y las mucosas. En caso de contacto, lave las áreas afectadas con abundante agua. En caso de contacto con los ojos o de ingestión, consulte inmediatamente con un médico. La azida sódica puede reaccionar con el plomo o el cobre de las cañerías y formar azidas metálicas que pueden ser explosivas. Al desechar dichos reactivos, debe enjuagarse siempre con abundante agua para evitar la acumulación de azidas.

El material de origen humano utilizado para la fabricación del conjunto de controles para drogas en orina MGC Select fue sometido a pruebas de VIH 1 y 2, hepatitis B y hepatitis C aprobadas por la FDA. Los resultados fueron negativos. No obstante, como ningún método de análisis puede excluir con total seguridad el riesgo de infección, el material debe manipularse con el mismo cuidado que las muestras de pacientes. En caso de exposición, deben seguirse las directrices de las autoridades sanitarias responsables.

Almacenamiento y estabilidad

El conjunto de controles para drogas en orina MGC Select debe almacenarse a entre 2 °C y 8 °C, y es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Instrucciones de uso

El conjunto de controles para drogas en orina MGC Select se suministra en forma líquida y está listo para su uso. Mezcle el contenido del frasco antes de cada uso invirtiendo suavemente el frasco dos o tres veces.

Retire la tapa y vierta la cantidad de control requerida en un recipiente de muestras, tal y como se especifica en el prospecto del envase o en la hoja de aplicaciones del análisis pertinente.

Control De Calidad

Todos los requisitos de control de calidad deben realizarse de acuerdo con las normas o los requisitos de acreditación locales, estatales o federales.

Material suministrado:

Conjunto de controles para drogas en orina MGC Select

Material adicional necesario:

Kits de reactivos para drogas

CEDIA® es una marca registrada de ROCHE Diagnostics



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
Tel: +49 (0) 800 404 077 12
Fax: +49 (0) 800 404 077 13



Para actualizaciones de folletos, visite:
www.thermofisher.com/diagnostics

En otros países:

Póngase en contacto con su representante local.