

# Conjunto de controles para drogas en orina MGC Primary

thermo  
scientific

**IVD** Para uso diagnóstico in vitro

**REF** 100200 Bajo 3 x 5 mL  
Alto 3 x 5 mL

## Indicaciones

El conjunto de controles para drogas en orina MGC Primary 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 Primary 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:

Drug	Bajo (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

## Precauciones y advertencias

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

**PELIGRO:** El conjunto de controles para drogas en orina MGC Primary contiene <0,1% de azida sódica y <0,3% de albúmina sérica bovina (BSA). 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.

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 material de origen humano utilizado para la fabricación del conjunto de controles para drogas en orina MGC Primary 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 Primary 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 Primary 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 Primary

## Material adicional necesario:

Kits de reactivos para drogas



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



**EC REP**

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



Per gli aggiornamenti del foglietto illustrativo, visitare:  
[www.thermofisher.com/diagnostics](http://www.thermofisher.com/diagnostics)

## Negli altri Paesi:

Consultare il rappresentante commerciale di zona.