

# MGC-Select-Kontrollensatz für Drogentests

**IVD** In-vitro-Diagnostikum

**REF** 100202 Low 3 x 5 mL  
High 3 x 5 mL

## Anwendungsbereich

Der MGC-Select-Kontrollensatz für Drogentests umfasst nicht-getestete High- und Low-Kontrollen, die für die Validierung von Tests zum Nachweis von Drogen in Humanurin vorgesehen sind.

## Beschreibung der Kontrollen

Der MGC-Select-Kontrollensatz für Drogentests enthält gebrauchsfertige Flüssigkontrollen, die aus einer Humanurinmatrix mit Stabilisatoren, Konservierungsmitteln und Drogen in den folgenden Zielkonzentrationen bestehen:

Drogen	Low (ng/mL)	High (ng/mL)
6-Acetylmorphine	7.5	12.5
Benzoylcegonine	112.5	187.5
LSD	0.3	0.7
MDMA	375	625
Nitrazepam	150	250

## Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Es gelten die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit Laborreagenzien.

**GEFAHR:** Der MGC-Select-Kontrollensatz für Drogentests enthält  $\leq 0,3\%$  Rinderserumalbumin (BSA). H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Einatmen: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Der MGC-Select-Kontrollensatz für Drogentests enthält  $<0,1\%$  Natriumazid. Kontakt mit Haut und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser abspülen. Bei Kontakt mit Augen oder Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Natriumazid kann mit Blei- oder Kupferrohren reagieren und potenziell explosive Metallazide bilden. Wenn derartige Reagenzien ausgegossen werden, müssen große Mengen Wasser nachgespült werden, um ein Ansammeln von Azid zu vermeiden.

Die zur Herstellung des MGC-Select-Kontrollensatzes für Drogentests verwendeten Materialien menschlichen Ursprungs wurden mit von der FDA zugelassenen Tests auf HIV 1, HIV 2, Hepatitis B und Hepatitis C untersucht. Die Ergebnisse waren negativ. Da jedoch mit keiner Prüfmethode eine Infektionsgefahr mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, müssen alle Materialien so sorgfältig wie Patientenproben gehandhabt werden. Bei einer Exposition sind die Richtlinien der zuständigen Gesundheitsbehörde zu beachten.

## Lagerung und Stabilität

Der MGC-Select-Kontrollensatz ist gekühlt bei 2 °C bis 8 °C zu lagern und bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum haltbar.

## Gebrauchsanweisung

Der MGC-Select-Kontrollensatz für Drogentests liegt in flüssiger, gebrauchsfertiger Form vor. Vor jedem Gebrauch den Inhalt des Fläschchens durch vorsichtiges zwei- bis dreimaliges Umdrehen mischen.

Den Deckel abnehmen und die benötigte Menge der Kontrolle in ein Probengefäß dispensieren, wie in der Packungsbeilage für den jeweiligen Assay bzw. im entsprechenden Applikationsblatt angegeben.

## Qualitätskontrolle

Alle Qualitätskontrollen sollten in Übereinstimmung mit örtlichen und staatlichen Vorschriften bzw. Akkreditierungsbestimmungen durchgeführt werden.

## Mitgelieferte Materialien:

MGC-Select-Kontrollensatz für Drogentests

## Zusätzlich benötigte Materialien

Drogen-Reagenz-Kits

CEDIA® ist eine eingetragene Marke von ROCHE Diagnostics



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 USA  
Kundendienst und technischer  
Support für die 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



Aktualisierte Packungsbeilagen finden Sie unter:  
[www.thermofisher.com/diagnostics](http://www.thermofisher.com/diagnostics)

## Andere Länder:

Bitte wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.