

**IVD** Pour usage diagnostique in vitro

**REF** 100202 Bas 3 x 5 mL  
Huat 3 x 5 mL

### Application

La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Select comprend des contrôles non dosés de concentration élevée et de concentration faible pour la validation des dosages de toxicomanogènes dans l'urine humaine.

### Description des contrôles

La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Select est vendue sous forme de contrôles liquides prêts à l'emploi formulés dans une matrice d'urine humaine contenant des stabilisants, des conservateurs et des drogues aux concentrations ciblées suivantes:

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

### Avertissements et mises en garde

Observer les précautions normales requises pour la manipulation de tous réactifs de laboratoire.

**DANGER** : La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Select contient  $\leq 0,3\%$  d'albumine bovine (AB).

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H334 - Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation.

Éviter de respirer les gaz ou vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION : s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. En cas de symptômes respiratoires : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éliminer le contenu/contenant dans un endroit conforme aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Select contient  $< 0,1\%$  d'azide de sodium. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses. En cas de contact, rincer à grande eau. En cas de projection dans l'oeil ou d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. L'azide de sodium peut réagir dans les conduites de plomb ou de cuivre et former des azides métalliques potentiellement explosifs. Pour éliminer les réactifs, il est donc nécessaire de rincer à grande eau afin d'éviter toute accumulation d'azides.

Les produits d'origine humaine utilisés dans la fabrication de la série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Select ont fait l'objet d'un dépistage du VIH 1 et 2, de l'hépatite B et de l'hépatite C par une méthode approuvée par la FDA. Les résultats ont été négatifs. Toutefois, aucune méthode ne pouvant écarter avec une certitude absolue le risque potentiel d'infection, le produit doit être manipulé avec autant de précautions que l'échantillon patient. En cas de contact, observer les directives des autorités responsables en matière de santé.

### Conservation et stabilité

La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Select doit être conservée réfrigérée entre 2 °C et 8 °C et reste stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette.

### Mode d'emploi

La série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Select se présente sous forme liquide prête à l'emploi. Mélanger le contenu du flacon avant chaque utilisation en retournant doucement le flacon 2 ou 3 fois.

Retirer le bouchon et verser la quantité de contrôle voulue dans un godet à réaction, ainsi que l'indique la notice ou la fiche technique du dosage.

### Contrôle Qualité

Toutes les exigences de contrôle qualité doivent être appliquées conformément aux règlements locaux, régionaux et nationaux ou aux conditions d'agrément.

### Matériel fourni :

Série de contrôles pour le dosage de toxicomanogènes dans l'urine MGC Select

### Matériel supplémentaire fourni :

Coffrets de réactifs pour toxicomanogènes

CEDIA® est une marque déposée de ROCHE Diagnostics



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 USA  
Soutien client et technique  
aux États-Unis :  
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



Pour des mises à jour de la notice, consulter :  
[www.thermofisher.com/diagnostics](http://www.thermofisher.com/diagnostics)

### Autres pays :

Contactez le représentant local.