

# MGC Select DAU kontrollset

**IVD** För diagnostisk användning in vitro

**REF** 100202 Låg 3 x 5 ml  
Hög 3 x 5 ml

## Avsedd användning

MGC Select DAU kontrollset består av ej analyserade höga och låga kontroller som är avsedda för användning vid validering av analyser av missbruksdroger i humanurin.

## Beskrivning av kontrollerna

MGC Select DAU kontrollset säljs som bruksfärdiga vätskekontroller som är formulerade i en humanurinmatris som innehåller stabiliseringsmedel, konserveringsmedel och droger i följande målkoncentrationer:

Drog	Låg (ng/ml)	Hög (ng/ml)
6-acetylmorfin	7,5	12,5
Benzoyllecgonin	112,5	187,5
LSD	0,3	0,7
MDMA	375	625
Nitrazepam	150	250

## Försiktighetsåtgärder och varningar

Utöva de normala försiktighetsåtgärder som krävs för hantering av alla laboratoriereagenser.

**FARA:** MGC Select DAU kontrollset innehåller  $\leq 0,3$  % bovint serumalbumin (BSA).

H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Undvik att inandas dimma eller ånga. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. **VID INANDNING:** Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till avfallsanläggning i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

MGC Select DAU kontrollset innehåller  $<0,1$  % natriumazid. Undvik kontakt med hud och slemhinnor. Spola drabbade områden med rikliga mängder vatten. Uppsök omedelbart läkare vid ögonkontakt eller förtäring. Natriumazid kan reagera med bly eller koppar i ledningar och bilda potentiellt explosiva metallazider. Spola alltid med rikliga mängder vatten vid kassering av sådana reagenser för att förhindra att azid ansamlas.

Material med mänskligt ursprung som används vid tillverkningen av MGC Select DAU kontrollset har testats för HIV 1 och 2, hepatit B och hepatit C med tester som godkänts av FDA. Resultaten var negativa. Men, eftersom ingen testmetod kan utesluta potentiell risk för infektion med absolut säkerhet, måste materialet hanteras precis lika försiktigt som patientprovet. I händelse av exponering skall direktiven från ansvariga hälsovårdsmyndigheter följas.

## Förvaring och stabilitet

MGC Select DAU kontrollset ska förvaras i kyl vid 2 °C–8 °C och är stabilt fram till det utgångsdatum som anges på etiketten.

## Bruksanvisning

MGC Select DAU kontrollset är bruksfärdig vätska. Blanda innehållet i flaskan före varje användning genom att försiktigt vända flaskan upp och ned 2-3 gånger.

Avlägsna förslutningen och håll upp den kvantitet kontroll som krävs i en provkopp enligt anvisningarna i tillämplig bipacksedel eller tillämpningsblad för analysen.

## Kvalitetskontroll

Alla kvalitetskontrollkrav bör uppfyllas i enlighet med lokala, regionala och/eller nationella föreskrifter eller auktoriseringskrav.

## Medföljande material:

MGC Select DAU kontrollset

## Ytterligare material som krävs:

Reagenssatser för missbruksdroger

CEDIA® är ett registrerat varumärke som tillhör ROCHE Diagnostics



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 USA  
Kundtjänst  
och Teknisk support i 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



För uppdateringar av tillägg, gå till:  
[www.thermofisher.com/diagnostics](http://www.thermofisher.com/diagnostics)

## Andra länder:

Kontakta din representant för Thermo Fisher Scientific.