

# MGC Select DAU kontrolsæt

**IVD** Til in vitro-diagnostik

**REF** 100202 Lav 3 x 5 ml  
Høj 3 x 5 ml

## Anvendelse

MGC Select DAU kontrolsæt består af uanalyserede høje og lave kontroller beregnet til anvendelse ved validering af narkotika i misbrugsanalyser i human urin.

## Beskrivelse af kontrollerne

MGC Select DAU kontrolsæt sælges som brugsklare flydende kontroller, der er formuleret i en matrix af human urin indeholdende stabilisatorer, konserveringsmidler og stoffer i følgende målrettede koncentrationer:

Lægemiddel	Lav (ng/ml)	Høj (ng/ml)
6-acetylmorfin	7,5	12,5
Benzoylcegonin	112,5	187,5
LSD	0,3	0,7
MDMA	375	625
Nitrazepam	150	250

## ⚠ Forholdsregler og advarsler

Udvis de normale forholdsregler, der er nødvendige for håndtering af alle laboratoriereagenser.

**FARE:** MGC Select DAU-kontrolsættet indeholder  $\leq 0,3$  % bovint albumin serum (BSA).

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H334 - Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

Undgå indånding af tåge eller damp. Kontamineret arbejdstøj må ikke tages med ud fra arbejdspladsen. Brug beskyttelseshandsker/øjenværn/ansigtsbeskyttelse. I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bruges åndedrætsværn. Ved kontakt med hud: Vask med rigeligt med sæbe og vand. VED INDÅNDING: Hvis vejtrækningen er besværet, skal den udsatte person flyttes til frisk luft og holdes i ro i en stilling, der letter vejtrækningen. Hvis der forekommer hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Hvis der opleves åndedrætssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Vask kontamineret tøj, før det bruges igen. Bortskaf indholdet/beholderen i henhold til lokale, regionale, nationale og internationale forordninger.

MGC Select DAU kontrolsæt indeholder  $< 0,1$  % natriumazid. Undgå kontakt med hud og slimhinder. Skyl berørte områder med rigelige mængder vand. Søg øjeblikkeligt læge, hvis stoffet kommer i øjnene eller indtages. Natriumazid kan reagere med bly- eller kobberafløb og danne potentielt eksplosive metalazider. Ved bortskaffelse af sådanne reagenser skylles med en rigelig mængde vand for at undgå aflejring af azider.

Materialer af human oprindelse, der er anvendt ved fremstillingen af Select DAU kontrolsættet, er blevet testet for HIV-1 og HIV-2, hepatitis B og hepatitis C vha. en metode, der er godkendt af FDA. Resultaterne var negative. Da ingen testmetode imidlertid med garanti kan udelukke potentiel smittefare, skal materialerne håndteres lige så forsigtigt som patientprøverne. I tilfælde af eksponering skal direktiverne fra de ansvarlige sundhedsmyndigheder følges.

## Opbevaring og stabilitet

MGC Select DAU kontrolsættet skal opbevares nedkølet ved 2 °C-8 °C og er stabilt indtil udløbsdatoen angivet på etiketten.

## Brugsanvisning

MGC Select DAU kontrolsæt er en brugsklar væske. Bland indholdet af flasken før hver brug ved at vende den forsigtigt 2-3 gange.

Tag hættens af flasken og dispensér den påkrævede mængde kontrol i en prøvekop som angivet i indlægsedlen eller brugsanvisningen til den pågældende analyse.

## Kvalitetskontrol

Alle kvalitetskontrolkrav bør udføres i overensstemmelse med lokale og/eller nationale regler eller akkrediteringskrav.

## Medfølgende materialer:

MGC Select DAU kontrolsæt

## Nødvendige ekstra materialer:

Reagenskit for misbrugsstoffer

CEDIA® er et registreret varemærke tilhørende ROCHE Diagnostics



Microgenics Corporation  
46500 Kato Road  
Fremont, CA 94538 USA  
Kundeservice og 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



Opdateringer af indlægsedler findes på:  
[www.thermofisher.com/diagnostics](http://www.thermofisher.com/diagnostics)

## Andre lande:

Kontakt venligst repræsentanten for Thermo Fisher Scientific.