

MGC Select DAU kontrollsett

IVD Til in vitro-diagnostisk bruk

REF 100202 Lav 3 x 5 ml
Høy 3 x 5 ml

Tiltent bruk

MGC Select DAU-kontrollsettet består av uanalyserte høye og lave kontroller for bruk ved validering av narkotikamisbruksanalyser i human urin.

Beskrivelse av kontroller

MGC Select DAU-kontrollsettet selges som flytende kontroller som er klare til bruk, og som er fremstilt i en humanurinblanding som inneholder stabilisatorer, konserveringsmidler og narkotika i følgende målkonsentrasjoner:

Narkotikum	Lav (ng/ml)	Høy (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

Det må tas samme forholdsregler som ved håndtering av alle laboratoriereagenser.

FARE: MGC Select DAU-kontrollsettet inneholder <0,3 % bovint albumin serum (BSA).

H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Unngå innånding av tåke/damp. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Hvis det blir tungt å puste, skal offeret bæres ut i frisk luft og legges i en hvilestilling som gjør det komfortabelt å puste. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Innhold/holder skal avhendes i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

MGC Select DAU-kontrollsettet inneholder <0,1 % natriumazid. Unngå kontakt med hud og slimhinner. Skyll berørte områder med rikelige mengder vann. Søk øyeblikkelig medisinsk hjelp for øyne eller hvis svelget. Natriumazid kan reagere med bly- eller kopperrør til å danne mulige eksplosive metallazider. Skyll alltid med store mengder vann for å unngå oppsamling av azid når du kaster slike reagenser.

Materialene av human opprinnelse som ble brukt ved fremstillingen av MGC Select DAU-kontrollsettet, ble testet for HIV 1 og 2, hepatitt B og hepatitt C med tester som er godkjent av FDA. Funnene var negative. Men siden ingen testmetode kan utelukke den mulige risikoen for infeksjon med absolutt sikkerhet, må materialet håndteres like forsiktig som pasientprøven. I tilfelle av eksponering skal forskriftene fra de ansvarlige helsemyndigheter følges.

Oppbevaring og stabilitet

MGC Select DAU-kontrollsettet skal oppbevares i kjøleskap ved 2 °C–8 °C og er stabilt inntil utløpsdatoen som vises på etiketten.

Bruksanvisning

MGC Select DAU-kontrollsettet er væske som er klar for bruk. Bland innholdet av flasken før hver bruk ved å snu flasken forsiktig opp ned 2-3 ganger.

Fjern korken og hell den nødvendige mengden kontroll i en prøvekop, som spesifisert i det relevante analyse pakningsvedlegget eller applikasjonsarket.

Kvalitetskontroll

Alle pålagte kvalitetskontroller skal utføres i samsvar med lokale, nasjonale og/eller føderale forskrifter eller godkjenningsskrav.

Materialer som følger med:

MGC Select DAU kontrollsett

Ytterligere nødvendige materialer:

Reagenssett for misbruksanalyser

CEDIA® er et registrert varemerke for ROCHE Diagnostics



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
i USA og Teknisk kundestotte:
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



Oppdaterte vedlegg finnes på:
www.thermofisher.com/diagnostics

Andre land:

Vennligst kontakt din Thermo Fisher Scientific-representant.