

MGC Primary DAU Control Set

thermo
scientific

IVD For in vitro-diagnostikk

REF 100200 Lav 3 x 5 ml
Høy 3 x 5 ml

Tiltenkt bruk

MGC Primary DAU Control Set består av uevaluerte høye og lave kontroller for valideringsbruk av analyser av ulovlige narkotiske stoffer i human urin.

Beskrivelse av kontrollene

MGC Primary DAU Control Set selges som væskekontroller formulert i en human urinmatrise som er klar til bruk og inneholder stabilisatorer, konserveringsmidler og narkotiske stoffer i de følgende målkonsentrasjonene:

Narkotisk stoff	Lav (ng/ml)	Høy (ng/ml)
Bensoylekgonin	225	375
EDDP	750	1250
d-metamfetamin	750	1250
Metadon	225	375
Metakvalon	225	375
Morfin	1500	2500
Oxazepam	150	250
Fensyklidin	19	31
Propoksifen	225	375
Secobarbital	150	250

Forholdsregler og advarsler

Følg normale forsiktighetsregler som gjelder for all håndtering av laboratoriereagenser.

FARE: MGC Primary DAU Control Set inneholder < 0,1 % natriumazid og ≤ 0,3 % bovitt serumalbumin (BSA). Unngå kontakt med hud og slimhinner. Skylt berørte områder med rikelige mengder vann. Oppsøk lege straks hvis øyet er berørt, eller ved svelging. Natriumazid kan reagere med bly- eller kobberer og kan danne potensielt eksplosive metallazider. Ved kasting av slike reagenser må du alltid skylle med en stor mengde vann for å hindre opphopning av azider.

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/ beholder skal kasseres i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

Materialer med humant opphav som blir brukt i produksjonen av MGC Primary DAU Control Set, ble testet for HIV 1 og 2, hepatitt B og hepatitt C med en FDA-godkjent metode. Funnene var negative. Siden ingen testmetode med absolutt sikkerhet kan utelukke potensiell risiko for infeksjon, skal imidlertid materialet behandles like forsiktig som pasientprøven. Ved eksponering skal retningslinjene til ansvarlige helsemyndigheter følges.

Oppbevaring og stabilitet

MGC Primary DAU Control Set burde lagres kjølig ved 2–8 °C og er stabilt frem til utløpsdatoen som er angitt på etiketten.

Bruksanvisning

MGC Primary DAU Control Set er væskebasert og klar til å brukes. Bland innholdet i ampullen før bruk ved å vende det forsiktig to til tre ganger.

Ta hetten av ampullen og hell den riktige mengden av kontrollen i en prøvekopp som beskrevet i det gjeldende pakningsvedlegget eller bruksarket.

Kvalitetskontroll

Alle påkrevde kvalitetskontroller skal utføres i samsvar med lokale, regionale og/eller nasjonale bestemmelser og godkjenningkrav.

Utstyr som trengs

MGC Primary DAU Control Set

Tilleggsmaterialer som kreves:

Drugs of Abuse Reagent Kit



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Kundestøtte
og teknisk støtte for USA:
1-800-232-3342



EC REP

B.R.A.H.M.S GmbH
Neuendorfstrasse 25
16761 Hennigsdorf, Germany



Oppdateringer knyttet til pakningsvedlegg finner du på:
www.thermofisher.com/diagnostics

Andre land:

Kontakt din Thermo Fisher Scientific-representant.