

MCG Select DAU-controlezet

IVD Voor in vitro diagnostisch gebruik

REF 100202 Laag 3 x 5 ml
Hoog 3 x 5 ml

Beoogd gebruik

De MCG Select DAU-controlezet bestaat uit niet-geassayde hoge en lage controles bestemd voor gebruik bij de validatie van assays met menselijke urine die drugsgebruik aantonen.

Beschrijving van de controles

De MCG Select DAU-controlezet wordt verkocht als een set kant-en-klare controlevloeistoffen met een samenstelling op basis van een menselijke urinematrix die stabilisatoren en conserveringsmiddelen bevatten evenals drugs in de volgende doelconcentraties:

Drug	Laag (ng/ml)	Hoog (ng/ml)
6-Acetylmorfine	7,5	12,5
Benzoyllecgonine	112,5	187,5
LSD	0,3	0,7
MDMA	375	625
Nitrazepam	150	250

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

Neem de normale voorzorgsmaatregelen in acht voor het hanteren van alle laboratoriumreagentia.

GEVAAR: De MCG Select DAU-controlezet bevat $\leq 0,3\%$ boviene serumalbumine (BSA).

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Inademing van nevel of damp vermijden. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaatsbescherming dragen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Bij contact met de huid: Met veel water en zeep wassen. NA INADEMING: Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bij ademhalingsmoeilijkheden: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikte afvallocatie of recyclingbedrijf in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.

De MCG Select DAU-controlezet bevat $< 0,1\%$ natriumazide. Aanraking met de huid en slijmvliezen vermijden. Alle betrokken lichaamsdelen met ruime hoeveelheden water afspoelen. Bij aanraking met de ogen of inslikken, onmiddellijk medisch advies inwinnen. Natriumazide kan met loden of koperen buizen reageren en daarbij mogelijk explosieve metaalazides vormen. Bij het weggooien van dergelijke reagentia, altijd met een ruime hoeveelheid water naspoelen om ophoping van azides te voorkomen.

Materialen van menselijk oorsprong die zijn gebruikt bij de vervaardiging van de MCG Select DAU-controlezet zijn met door de FDA goedgekeurde tests onderzocht op aanwezigheid van HIV 1 en 2, hepatitis B en hepatitis C. De resultaten waren negatief. Aangezien geen enkele test een eventueel infectierisico echter met absolute zekerheid kan uitsluiten, moet het materiaal net zo voorzichtig als het patiëntenmonster worden behandeld. In geval van blootstelling dienen de richtlijnen van de verantwoordelijke gezondheidsautoriteiten te worden gevolgd.

Opslag en stabiliteit

De MCG Select DAU-controlezet dient te worden opgeslagen bij 2 °C-8 °C en is stabiel tot aan de op het etiket vermelde uiterste gebruiksdatum.

Gebruiksaanwijzing

De MCG Select DAU-controlezet bevat kant-en-klare vloeistoffen. Meng de inhoud van de flacon voor elk gebruik door deze rustig 2-3 maal te kantelen.

Verwijder de dop en voeg de benodigde hoeveelheid controle toe aan een monstercupje zoals is aangegeven in de assaybijsluiters of het toepassingsblad in kwestie.

Kwaliteitscontrole

Alle kwaliteitscontrole-eisen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig lokale, regionale en/of landelijke overheidsvoorschriften of accreditatie-eisen.

Meegeleverde materialen:

MCG Select DAU-controlezet

Overige benodigde materialen:

Reagentiakits voor drugsgebruik

CEDIA® is een gedeponeerd handelsmerk van ROCHE Diagnostics



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Klantenservice en
Technische Ondersteuning in de VS:
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



Ga voor updates van de bijsluiters naar:
www.thermofisher.com/diagnostics

Andere landen:

Neem contact op met uw Thermo Fisher Scientific-vertegenwoordiger.