

Kalibrátor CEDIA® Heroin Metabolite (6-AM) a sada kontrolních vzorků

Thermo
SCIENTIFIC

IVD K diagnostickému použití in vitro.

Rx Only

REF 100031 Kalibrátor mezní hodnoty (5,0 ml)

100034 Kalibrátor horní meze (5,0 ml)

Sada kontrolních vzorků 100202 MGC Select DAU

Použití

Kalibrátor CEDIA® Heroin Metabolite (6-AM) se používá ke kalibraci testu CEDIA Heroin Metabolite pro detekci 6-acetylmorfinu v moči. Kontrolní vzorky CEDIA 6-Acetyl Morphine se používají jako netestovací kontrolní materiál k validaci kalibrace testu CEDIA Heroin Metabolite.

Kalibrátory a kontrolní vzorky CEDIA Heroin Metabolite se prodávají samostatně a lze je použít s jakoukoli šarží činidel CEDIA Heroin Metabolite. Kalibrátory a kontrolní vzorky obsahují < 0,09 % azidu sodného a následující cílové koncentrace 6-acetylmorfinu v lidské moči.

Kalibrátor mezní hodnoty: 10 ng/ml
Negativní kontrolní vzorek: 7,5 ng
Pozitivní kontrolní vzorek: 12,5 ng/ml
Kalibrátor horní meze: 20 ng/ml

Bezpečnostní opatření a varování

VAROVÁNÍ: Kalibrátory a kontrolní vzorky CEDIA Heroin Metabolite jsou připraveny z nesterilní lidské moči. S těmito kalibrátory a kontrolními vzorky je třeba zacházet na úrovni biologické bezpečnosti 2, jak se doporučuje pro veškeré potenciálně infekční lidské sérum, krevní vzorky nebo moč v příručce *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Biologická bezpečnost v mikrobiologických a biolekařských laboratořích)*, 1993, Centers for Disease Control (Centra pro kontrolu chorob)/National Institutes (Národního zdravotního ústavu).

NEBEZPEČÍ/UPOZORNĚNÍ:

Kalibrátory obsahují méně než 0,09% azidu sodného. Kalibrátory obsahují ≤ 0,2 % hovězího sérového albuminu (BSA). Zamezte jejich kontaktu s kůží nebo sliznicemi. Postižená místa opláchněte velkým množstvím vody. V případě polknutí nebo kontaktu s očima ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Azid sodný může reagovat s olověnými nebo měděnými trubkami a vytvářet potenciálně výbušné kovové azidy. Při likvidaci je nutné tyto kalibrátory spláchnout velkým množstvím vody, aby se azidy v trubkách nenahromadily. Exponované kovové povrchy vyčistěte 10% hydroxidem sodným.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H334 – Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

Zamezte vdechování mlhy nebo par. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přenešte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v poloze usnadňující dýchání. Odborné ošetření (viz část Informace o první pomoci na tomto štítku na výrobku nebo oddíl 4 bezpečnostního listu). Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Při dýchacích obtížích: volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci odpadů v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Skladování a stabilita

Kalibrátory a kontrolní vzorky skladujte při teplotě 2–8 °C. Po otevření jsou kalibrátory a kontroly stabilní do data expirace uvedeného na lahvičce.

Postup

Viz příbalový leták soupravy činidel Heroin Metabolite Reagent Kit.

Dodávané materiály:

Kalibrátory a kontrolní vzorky CEDIA Heroin Metabolite.

Další potřebné materiály (které však nejsou součástí dodávky):

REF	Popis
1557416	Negativní kalibrátor
100107 (sada SC) nebo	
100108 (sada MC)	Sada činidel Heroin Metabolite Reagent Kit

Návod k použití:

Kalibrátory a kontrolní vzorky jsou připraveny k použití.

Výsledek

Kalibrátory a kontrolní vzorky CEDIA Heroin Metabolite se používají jako referenční pro rozlišení mezi pozitivními a negativními vzorky na 6-acetylmorfin. Konkrétní informace naleznete v příslušném aplikačním listu CEDIA Heroin Metabolite.

Omezení

Kalibrátory a kontrolní vzorky CEDIA Heroin Metabolite jsou určeny výhradně pro uvedené použití. Další informace naleznete v příslušném aplikačním listu CEDIA Heroin Metabolite.

Kontrola kvality

Všechny požadavky na kontrolu kvality je nutné provést v souladu s místními, státními nebo vládními předpisy nebo požadavky na akreditaci.

Rejstřík:

<http://www.thermofisher.com/symbols-glossary>



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Zákaznická a technická
podpora v USA:
1-800-232-3342



EC REP

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



Aktualizace příbalových letáků naleznete na internetové adrese:
www.thermoscientific.com/diagnostics.

Ostatní země:

Obraťte se prosím na místního zástupce.

CEDIA je registrovaná ochranná známka společnosti Roche Diagnostics.

10004318-7-CS
2017 05