

Zestaw kontroli MGC Select DAU

thermo
scientific

IVD Do stosowania w diagnostyce in vitro

REF 100202 Niska 3 x 5 ml
Wysoka 3 x 5 ml

Przeznaczenie

Zestaw kontroli MGC Select DAU zawiera nieprzetestowane wysokie i niskie kontrole przeznaczone do stosowania celem walidacji badań moczu ludzkiego na obecność narkotyków.

Opis kontroli

Zestaw kontroli MGC Select DAU jest rozprowadzany jako gotowe do użycia płynne kontrole przygotowane w matrycy moczu ludzkiego, zawierające stabilizatory, środki konserwujące i narkotyki w następujących docelowych stężeniach:

Narkotyk	Niska (ng/ml)	Wysoka (ng/ml)
6-Acetylmorfina	7,5	12,5
Benzoilecgonina	112,5	187,5
LSD	0,3	0,7
MDMA	375	625
Nitrazepam	150	250

Środki ostrożności i ostrzeżenia

Należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności dotyczących obchodzenia się ze wszystkimi odczynnikami laboratoryjnymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Zestaw kontroli MGC Select DAU zawiera $\leq 0,3\%$ albuminy surowicy bydłowej (BSA).

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H334 - Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.

Unikać wdychania mgły lub par. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wносить poza miejsce pracy. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.

Zestaw kontroli MGC Select DAU zawiera $< 0,1\%$ azydku sodu. Należy unikać kontaktu ze skórą i błonami śluzowymi. Przemyc odpowiednie obszary ciała dużą ilością wody. W przypadku zetknięcia z oczami lub połknięcia należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Azydek sodu może reagować z ołowianymi lub miedzianymi rurami kanalizacyjnymi, tworząc potencjalnie wybuchowe azydki metali. Przy wylewaniu tego rodzaju odczynników należy zawsze sputkiwać dużą ilością wody, aby zapobiec gromadzeniu się azydku.

Materiały pochodzenia ludzkiego użyte do produkcji zestawu kontroli MGC Select DAU zostały zbadane pod kątem wirusa HIV 1 i 2, zapalenia wątroby typu B oraz zapalenia wątroby typu C, za pomocą testów zatwierdzonych przez FDA. Uzyskane wyniki były ujemne. Jednak ponieważ żadna metoda testu nie może z całkowitą pewnością wykluczyć potencjalnego ryzyka zakażenia, z materiałem tym należy obchodzić się z taką samą ostrożnością jak z próbką pobraną od pacjenta. W przypadku narażenia należy postępować według wytycznych odpowiednich władz służby zdrowia.

Przechowywanie i stabilność

Zestaw kontroli MGC Select DAU należy przechowywać schłodzony w temperaturze 2 °C-8 °C. Jest on stabilny do upływu terminu ważności podanego na etykiecie.

Instrukcja użycia

Zestaw kontroli MGC Select DAU jest płynem gotowym do użycia. Zmieszać zawartość fiolki przed każdym użyciem, ostrożnie odwracając fiolkę do góry dnem 2-3 razy.

Zdjąć zatyczkę i odmierzyć wymaganą ilość kontroli do naczynia z próbką, według wskazań podanych w odpowiedniej ulotce dołączonej do opakowania testu lub w arkuszu aplikacji.

Kontrola jakości

Należy przestrzegać wszelkich wymagań kontroli jakości określonych przepisami lokalnymi i państwowymi lub wymaganiami akredytacji.

Materiały dostarczone:

Zestaw kontroli MGC Select DAU

Dodatkowe wymagane materiały:

Zestawy odczynników do badań na obecność narkotyków

CEDIA® jest zarejestrowanym znakiem towarowym ROCHE Diagnostics



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Dział Obsługi Klienta
i Obsługi Technicznej w 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



Aktualne wersje ulotek informacyjnych dostępne pod adresem:
www.thermofisher.com/diagnostics

Inne kraje:

Prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Thermo Fisher Scientific.