

Til in vitro-diagnostikk

REF 1388, DRI® DRI Negative Calibrator (25 ml)
10016485, DRI® Fentanyl 2 ng/ml calibrator (10 ml)
10016484, DRI® Fentanyl 1 ng/ml control (25 ml)
10016486, DRI® Fentanyl 3 ng control (25 ml)

Tiltent bruk

DRI® Fentanyl-kalibratører er ment for kalibrering av DRI® Fentanyl Assay. DRI® Fentanyl-kontrollene er ment for validering av DRI® Fentanyl Assay-kalibrering.

Beskrivelse av DRI® Fentanyl-kalibratører og -kontroller

DRI® Fentanyl-kalibratører og -kontroller er flytende og klare til bruk. De klargjøres ved å tilføre kjente mengder av fentanyl i en negativ human urin-matrise.

Kalibratørene og kontrollene selges separat. Hvert laboratorium bør etablere sine egne akseptable kontrollområder.

Forholdsregler og advarsler

The DRI® Fentanyl-kalibratørene og -kontrollene er kun for in vitro-diagnostikk. De er skadelige hvis de svelges. Kalibratørene og kontrollene inneholder $\leq 0,09\%$ natriumacid som kan reagere med bly- eller kobberør og danne potensielt eksplosive metallacider. Ved kasting av slike reagenser må du alltid skylle med store volumer med vann for å hindre opphopning av acider. Kalibratørene og kontrollene er klargjort fra ikke-steril human urin. **Kalibratørene og kontrollene skal behandles som om de var potensielt smittefarlige.**

FARE: DRI Fentanyl-kalibratører og -kontroller inneholder $\leq 0,3\%$ bovint serumalbumin (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: Ring GIFTINFORMASJONSSENTERET eller lege. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Innhold/ beholder skal kasseres i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.

Ikke bruk kalibratørene og kontrollene etter utløpsdatoene som er angitt på deres respektive etiketter.

Oppbevaring

Kalibratørene og kontrollene skal oppbevares nedkjølt ved 2–8 °C når de ikke er i bruk. De er stabile frem til utløpsdatoen som er angitt på boksetiketten.

Analyseprosedyre

Hvis du trenger instruksjoner, kan du se de instrumentspesifikke bruksarkene for DRI® Fentanyl Assay.

Resultater og forventede verdier

DRI Fentanyl Assay er kun for kvalitativ bruk. Kalibratøren på 2 ng/ml brukes som grensereferanse for å skille mellom «positive» og «negative» prøver. En prøve som viser en endring i absorbanverdi (ΔA) som er større enn eller lik verdien som oppnås med grensekalibratøren, anses som positiv. En prøve som viser en endring i absorbanverdi (ΔA) som er mindre enn eller lik verdien som er oppnådd med grensekalibratøren, anses som negativ. Kontrollene må brukes parallelt for å validere kalibreringen. Resultatene av kontrollene må være innenfor området som er fastsatt av hvert laboratorium.

Kvalitetskontroll

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

Begrensninger

DRI® Fentanyl-kalibratørene og -kontrollene er utviklet for bruk med DRI® Fentanyl Assay for påvisning av fentanyl i human urin.

Bibliografi

Pakningsvedlegget til DRI® Fentanyl Assay.

REF Katalognummer

Cont. Innhold

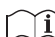
 Produsent


 Temperaturbegrensning

 Forsiktig

LOT Lotnummer

EC REP Autorisert representant i EU


 Se i bruksanvisningen

 Bruk før

CALIBRATOR Kalibratør

CONTROL Kontroll

IVD Til in vitro-diagnostikk

 CE-samsvarsmerking


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

Andre land:

Kontakt den lokale representanten for Thermo Fisher Scientific.