

Kalibratori i kontrole DRI® za etilni alkohol

Thermo
SCIENTIFIC

IVD Za in vitro dijagnostičku upotrebu

Rx Only

REF	0311 Negativni kalibrator za etilni alkohol (1 x 5 ml)
	1405 Negativni kalibrator za etilni alkohol (1 x 25 ml)
	0241 Kalibrator za etilni alkohol 100 mg/dl (1 x 5 ml)
	1406 Kalibrator za etilni alkohol 100 mg/dl (1 x 25 ml)
	0239 Kontrola za etilni alkohol 50 mg/dl (1 x 5 ml)
	0243 Kontrola za etilni alkohol 300 mg/dl (1 x 5 ml)

Namijenjena upotreba

Kalibratori i kontrole DRI® za etilni alkohol namijenjeni su za in vitro dijagnostičku upotrebu za kalibraciju i potvrdu reagensa za etilni alkohol, koji se koristi za utvrđivanje količine etilnog alkohola u ljudskom urinu, serumu ili plazmi.

Opis kalibratora i kontrola DRI za etilni alkohol

Kalibratori i kontrole za alkohol su otopine spremne za upotrebu. Negativni kalibrator za alkohol sadrži tris pufer s natrijevim azidom kao konzervativom. Kalibratori i/ili kontrole za 50 mg/dl, 100 mg/dl i 300 mg/dl pripremaju se označavanjem negativnog kalibratora za alkohol poznatom količinom etilnog alkohola. Za kalibraciju reagensa koristite se negativni kalibratori za alkohol i kalibratori od 100 mg/dl. Da bi se potvrdio učinak reagensa koriste se kontrole od 50 mg/dl i 300 mg/dl. Negativni kalibrator također se može koristiti za razrjeđivanje uzoraka s koncentracijama alkohola većim od 600 mg/dl.

Mjere opreza i upozorenja

UPOZORENJE: Reagensi korišteni u komponentama tekućina sadrže $\leq 0,09\%$ natrijevog azida. Izbjegavajte dodir s kožom i sluznicama. Isperite zahvaćena područja obilnim količinama vode. Odmah zatražite liječničku pomoć za oči ili u slučaju gutanja. Natrijev azid može reagirati s olovnim ili bakarnim cijevima i stvoriti potencijalno eksplozivne metalne azide. Kada izlijevate takve reagense, uvijek isperite odvod velikim količinama vode da biste spriječili nakupljanje azida. Očistite izložene metalne površine 10%-tnim natrijevim hidroksidom.

Nemojte koristiti kalibratore i kontrole nakon isteka roka upotrebe.

Dok se ne koriste, bočice koje sadrže kalibratore i kontrole treba čvrsto začeptiti i držati u hladnjaku da bi se spriječilo isparavanje.

Priprema i pohrana kalibratora i kontrola

Kalibratori i kontrole spremni su za upotrebu. Nije potrebna nikakva daljnja priprema. Dok se ne koriste, kalibratore i kontrole treba držati čvrsto začepljene i hladene na 2-8 °C.

Postupak testiranja

U vezi pojedinosti o postupcima pogledajte umetak u pakiranju reagensa DRI za etilni alkohol i odgovarajuće parametre instrumenta.

Kontrola kvalitete i kalibracija

Dobra laboratorijska praksa preporučuje upotrebu kontrolnih uzoraka radi osiguranja pravilnog učinka reagensa. Upotrijebite kontrole blizu vršnog kalibratora da biste potvrdili kalibraciju. Svaki laboratorij mora utvrditi vlastite prihvatljive raspone. Ako rezultati izlaze izvan utvrđenog raspona, rezultati reagensa su nevažeći. Sve zahtjeve za kontrolu kvalitete treba provesti u skladu s lokalnim, regionalnim i/ili državnim propisima ili zahtjevima za akreditaciju.

Rezultati i očekivane vrijednosti

Za kalibraciju reagensa koriste se i negativni kalibratori za alkohol i kalibratori od 100 mg/dl.

Koncentracija alkohola u uzorku može se utvrditi pomoću linearne kalibracijske krivulje s dvije točke utvrđene pomoću negativnih kalibratora i kalibratora od 100 mg/dl.

Ograničenja

Ovi kalibratori i kontrole dizajnirani su za upotrebu s reagensom DRI za etilni alkohol radi određivanja količine etilnog alkohola samo u ljudskom urinu, serumu ili plazmi.

Pojmovnik:

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



Microgenics Corporation
46500 Kato Road
Fremont, CA 94538 USA
Podrška i tehnička služba
za klijente u SAD-u:
1-800-232-3342



EC REP

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



Za ažuriranja umetka posjetite:
www.thermoscientific.com/diagnostics

Druge države:

Kontaktirajte lokalnog zastupnika.

0320-11-HR
2017 08