

GEBRUIK VAN DRI[®] ETHYLGLUCURONIDE BECKMAN COULTER DxC 500 AU / 500i



Beckman Coulter-reagens REF E0750310

Deze toepassing is bedoeld voor de kwalitatieve en semikwantitatieve bepaling van ethylglucuronide in menselijke urine tot een grenswaarde van 500 ng/ml.



Uitsluitend voor diagnostisch gebruik in vitro
Alleen op voorschrift

Beoogd gebruik



De informatie in dit toepassingsblad is bedoeld als aanvulling op de bijsluiter. Raadpleeg de bijsluiter voor informatie over beoogd gebruik, opslag van reagentia, reagensvoorbereiding, monsterverzameling, monstervoorbereiding, opslag van monsters, kwaliteitscontrole en aanvullende prestatiegegevens.

Bestelinformatie

Artikel	Grootte	Bestelnummer Beckman Coulter
DRI-ethylglucuronideanalyse	1 x 18 ml	E0750310
Negatieve kalibrator voor DRI-ethylglucuronide	1 x 25 ml	E0750311
Kalibrator tot 100 voor DRI-ethylglucuronide	1 x 10 ml	E0750312
Kalibrator tot 500 voor DRI-ethylglucuronide	1 x 10 ml	E0750313
Kalibrator tot 1000 voor DRI-ethylglucuronide	1 x 10 ml	E0750314
Kalibrator tot 2000 voor DRI-ethylglucuronide	1 x 10 ml	E0750315
Controlemiddel 375 voor DRI-ethylglucuronide	1 x 25 ml	E0750316
Controlemiddel 625 voor DRI-ethylglucuronide	1 x 25 ml	E0750317
AU-fles	20 x 30 ml	63094

Technische ondersteuning

Neem voor technische ondersteuning contact op met uw plaatselijke Beckman Coulter-vertegenwoordiger.

Vervolg op de volgende pagina

Reagensopslag Raadpleeg de bijsluiters voor informatie over de opslag van reagentia.

Analysatorprocedure Raadpleeg de gebruikershandleidingen voor informatie over de werking van de analyser. Raadpleeg de bijsluiters voor de volledige bereiding van het reagens.

Laat het reagens 15 minuten in gekoelde toestand (2 tot 8 °C) stabiliseren voordat u het in AU-flessen giet. Voeg R1-reagens en R2-reagens toe aan de juiste AU-flessen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

	AU-reagensfles	
DRI-set met ethylglucuronideanalyse	R1-compartiment	R2-compartiment
Reagens R1, antistof/substraat	Eén fles (30 ml)	
Reagens R2, enzymconjugaat		Eén fles (30 ml)

Waarschuwing: deze reagentia moeten op vaste posities worden geprogrammeerd. Gebruik de Thermo-reagensflessen niet rechtstreeks op de AU-analyser.

Interpretatie van resultaten en gegevens Resultaten voor monsters worden afgedrukt in ng/ml.

Vorbereiding van het monster Raadpleeg de bijsluiters voor de volledige preparatie van het monster. De bijsluiters vindt u op de website van Thermo Fisher Scientific:

www.thermofisher.com

Kalibratie Gebruik de DRI-ethylglucuronidekalibrators. De kalibrators zijn vloeibaar en klaar voor gebruik. Raadpleeg de bijsluiters voor de concentratie van elke kalibrator.

Naam reagens: DRI-ethylglucuronideanalyse (alleen kwalitatief tot 500 ng/ml)
REF E0750310 Dx C 500 AU / 500i urine-instellingen
Naam kalibrator: DRI-ethylglucuronidekalibrator REF E0750313

Reagens-ID 558

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	ETG500		Calculated Result	☐
LIS Code	ETG500		Result Type	Qualitative ▼

UNITS AND RANGE SETTINGS

Use Settings from	None ▼	Units	None ▼	Decimal Places	x ▼	Urine
Test Kind	General ▼	Revision	01	☒ Multi Reagent Switch		
Reagent Name	ETG	Reagent ID	558	☐ FSE Test		
ABB Name	ETG1N	Parameter Long Name	Ethyl Glucur 500 (Q) E0750310 ETG1N Urine			

Region ☐ US ☒ OUS ☒ AP ☐ JP ☒ EU ☐ Other

GENERAL PARAMETERS

SAMPLE VOLUME	Sample Volume	25.0 µL	Dilution	0 ▼ µL	REACTION OD LIMIT	Low	-2.0000	High	3.0000
	Predilution Rate	1 ▼			REACTION BLANK OD LIMIT	First: Low	-2.0000	High	3.0000
REAGENT VOLUME	R1-1	57 µL	Dilution	0 µL		Last: Low	-2.0000	High	3.0000
	R2-1	57 µL	Dilution	0 µL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	100.00	High	2000.00
WAVELENGTH	Primary	340 nm	Secondary	410 nm	MANUFACTURER FACTOR	A	1	B	0
METHOD	FIXED ▼				REAGENT ONBOARD STABILITY		31 Days		0 Hours
REACTION SLOPE	+				LIH INFLUENCE CHECK	☐ Perform LIH check			
MEASURING POINT	Point 1: First	13	Last	17	Lipemia	+	▼		
	Point 2: First		Last		Icterus	+	▼		
					Hemolysis	+	▼		
Linearity Limit		%							
Lag Time Check	☐ Perform Lag Time Check								

Naam reagens: DRI-ethylglucuronideanalyse (alleen kwalitatief tot 500 ng/ml)
REF E0750310 DxC 500 AU / 500i urine-instellingen
Naam kalibrator: DRI-ethylglucuronidekalibrator REF E0750313, *vervolg*

Reagens-ID 558

CALIBRATION PARAMETERS

Base Unit	Decimal Place	Unit 1	Factor 1	Unit 2	Factor 2	Unit 3	Factor 3	Unit 4	Factor 4
None ▼	0	None ▼	0	None ▼	0	None ▼	0	None ▼	0

CALIBRATOR SPECIFIC

Calibration Type

Counts

Formula

MB Factor

Calibrator Name

Positive Cutoff

☐ SLOPE CHECK

Number of Levels

Slope Check

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days Hours

Calibration Stability Days Hours

Interval

Interval

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

☐ Use highest calibrator for Upper AMR

	Calibrator Name	Conc	Factor Range Low	Factor Range High
Point 1	ETG CAL-3	500	-99999	99999
Point 2				
Point 3				
Point 4				
Point 5				
Point 6				
Point 7				

OD DELTA CHECK

☐ Reagent Blank

☐ Calibration

PROZONE CHECK PARAMETERS

☐ Logic Check 1

Check Points

Point 1
Point 2
Point 3

Decision Values

Value 1
Value 2
Value 3

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Check Pattern

Pattern

☐ Logic Check 2

Check Points

Point 1
Interval

Limit Points

Limit 1
Limit 2

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1
Interval

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Decision Values

Value 1
Value 2

Naam reagens: DRI-ethylglucuronidessay (alleen semi-kwantitatief tot 500 ng/ml) REF
E0750310 DxC 500 AU / 500i urine-instellingen

Reagents-ID 558

Naam kalibrator: DRI-ethylglucuronidekalibrators REF E0750311, E0750312, E0750313, E0750314,
E0750315

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry		
Test ID	ETG500-		Calculated Result	☐		
LIS Code	ETG500-		Result Type	Semiquantitative ▼		
UNITS AND RANGE SETTINGS						
Use Settings from	None ▼	Units	ng/mL ▼	Decimal Places	x.xx ▼	Urine
Test Kind	General ▼	Revision	01	☒ Multi Reagent Switch		
Reagent Name	ETG	Reagent ID	558	☐ FSE Test		
ABB Name	ETG2N	Parameter Long Name	Ethyl Glucur S/Q E0750310 ETG2N Urine			
Region	☐ US	☒ OUS	☒ AP	☐ JP	☒ EU	☐ Other

GENERAL PARAMETERS

SAMPLE VOLUME		REACTION OD LIMIT			
Sample Volume	25.0 µL	Low	-2.0000	High	3.0000
Predilution Rate	1 ▼				
REACTION BLANK OD LIMIT					
First: Low		-2.0000	High	3.0000	
Last: Low		-2.0000	High	3.0000	
ANALYTICAL MEASURING RANGE					
Low		100.00	High	2000.00	
WAVELENGTH					
Primary	340 nm	Secondary	410 nm		
METHOD		MANUFACTURER FACTOR			
FIXED 1 ▼		A	1	B	0
REACTION SLOPE		REAGENT ONBOARD STABILITY			
+		31 Days 0 Hours			
MEASURING POINT		LIH INFLUENCE CHECK			
Point 1: First	13	☐ Perform LIH check			
Point 2: First		Lipemia	+	▼	
		Icterus	+	▼	
		Hemolysis	+	▼	
Linearity Limit					
		%			
Lag Time Check		☐ Perform Lag Time Check			

Naam reagens: DRI-ethylglucuronideanalyse (alleen semi-kwantitatief tot 500 ng/ml) REF E0750310 DxC 500 AU / 500i urine-instellingen

Reagens-ID 558

Naam kalibrator: DRI-ethylglucuronidekalibrators REF E0750311, E0750312, E0750313, E0750314, E0750315, *vervolg*

CALIBRATION PARAMETERS

Base Unit	Decimal Place	Unit 1	Factor 1	Unit 2	Factor 2	Unit 3	Factor 3	Unit 4	Factor 4
ng/mL	2	None	0	None	0	None	0	None	0

CALIBRATOR SPECIFIC

Calibration Type

Counts

Formula

MB Factor

Calibrator Name

Positive Cutoff

☒ SLOPE CHECK

Number of Levels

Slope Check

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days Hours

Interval

Calibration Stability Days Hours

Interval

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

☐ Use highest calibrator for Upper AMR

	Calibrator Name	Conc	OD Range Low	OD Range High
Point 1	ETG CAL-1	0.00	-2.00	3.00
Point 2	ETG CAL-2	100.00	-2.00	3.00
Point 3	ETG CAL-3	500.00	-2.00	3.00
Point 4	ETG CAL-4	1000.00	-2.00	3.00
Point 5	ETG CAL-5	2000.00	-2.00	3.00
Point 6				
Point 7				

OD DELTA CHECK

☐ Reagent Blank

☐ Calibration

PROZONE CHECK PARAMETERS

☐ Logic Check 1

Check Points

Point 1
Point 2
Point 3

Decision Values

Value 1
Value 2
Value 3

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Check Pattern

Pattern

☐ Logic Check 2

Check Points

Point 1
Interval

Limit Points

Limit 1
Limit 2

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1
Interval

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Decision Values

Value 1
Value 2

Aanvullende informatie

Belangrijk

Omdat Beckman Coulter het reagens niet produceert of kwaliteitscontroles of andere tests uitvoert op afzonderlijke partijen, is Beckman Coulter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verkregen gegevens die worden veroorzaakt door de prestaties van het reagens, variaties in reagenspartijen of protocolwijzigingen door de fabrikant.

Transportschade

Neem contact op met uw Beckman Coulter Technical Support Center als dit product bij ontvangst beschadigd is.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van Thermo Fisher Scientific en haar dochterondernemingen, tenzij anders vermeld. AU Series Systems zijn handelsmerken van Beckman Coulter.



B.R.A.H.M.S GmbH, Neuendorfstrasse 25, 16761, Hennigsdorf, Duitsland

Einde