

DRI[®] ETHYL GLUCURONIDE APPLICATION BECKMAN COULTER DxC 500 AU[®]



Beckman Coulter -reagenssit, REF E0750310

Tämä määrittäminen on tarkoitettu etyyli-glukuronidin kvalitatiiviseen ja semikvantitatiiviseen määrittämiseen ihmisen virtsasta, kun raja-arvona on 500 ng/ml.



Vain diagnostiseen in vitro -käyttöön
Rx Only

Suunniteltu käyttö



Tämän asiakirjan tiedot on tarkoitettu täydentämään pakkausselostetta. Katso pakkausselosteen tiedot suunnitellusta käytöstä, reagenssien säilytyksestä, reagenssien valmistelusta, näytteenotosta, näytteiden valmistelusta, näytteiden säilytyksestä, laadunvalvonnasta ja muusta suorituskvyyvystä.

Tilauksetiedot

Osa	Koko	Beckman Coulter -tilausnumero
DRI Ethyl Glucuronide -määrittäminen	1 x 18 ml	E0750310
DRI Ethyl Glucuronide- negatiivinen kalibraattori	1 x 25 ml	E0750311
DRI Ethyl Glucuronide 100 -kalibraattori	1 x 10 ml	E0750312
DRI Ethyl Glucuronide 500 -kalibraattori	1 x 10 ml	E0750313
DRI Ethyl Glucuronide 1000 -kalibraattori	1 x 10 ml	E0750314
DRI Ethyl Glucuronide 2000 -kalibraattori	1 x 10 ml	E0750315
DRI Ethyl Glucuronide 375 -kontrolli	1 x 25 ml	E0750316
DRI Ethyl Glucuronide 625 -kontrolli	1 x 25 ml	E0750317
AU-pullo	20 x 30 ml	63094

Tekninen tuki

Jos haluat teknistä tukea, ota yhteyttä paikalliseen Beckman Coulter -edustajaan.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Reagenssien säilytys

Katso reagenssien säilytykseen liittyvät tiedot pakkausselosteesta.

Analysaattorin käyttö

Katso analysaattorin käyttöön liittyvät tiedot sen käyttöoppaasta. Katso kaikki reagenssien valmisteluun liittyvät tiedot pakkausselosteesta.

Anna reagenssin tasapainottua 15 minuuttia jääkaappilämpötilassa (2–8 °C), ennen kuin lisäät sen AU-pulloihin. Annostele R1-reagenssia ja R2-reagenssia asianmukaisiin AU-pulloihin seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla:

	AU-reagenssipullo	
DRI Ethyl Glucuronide -määrityspakkaus	R1-kammio	R2-kammio
Vasta-aine-/substraattireagenssi R1	Yksi pullo (30 ml)	
Entsyyminonjugaatti, reagenssi R2		Yksi pullo (30 ml)

Varoitus: nämä reagenssit on ohjelmoitava kiinteisiin paikkoihin. Älä käytä Thermo-reagenssipulloja suoraan AU-analysaattorissa.

Tulokset ja tietojen tulkinta

Näytteiden tulokset näytetään muodossa ng/ml.

Näytteiden valmistelu

Katso kaikki näytteiden valmisteluun liittyvät tiedot pakkausselosteesta. Tuoteseloste on saatavilla Thermo Fisher Scientific -sivustolla:

www.thermofisher.com

Kalibrointi

Käytä DRI Ethyl Glucuronide -kalibraattoreita. Kalibraattorit ovat nestemäisiä ja heti käyttövalmiita. Katso tiedot kalibraattoreiden pitoisuuksista pakkausselosteesta.

Reagenssin nimi: DRI Ethyl Glucuronide -määritys (kvalitatiivinen, vain 500 ng/ml:n raja-arvo)
REF E0750310, DxC 500 AU Urine Settings
Kalibraattorin nimi: DRI Ethyl Glucuronide -kalibraattori, REF E0750313

Reagenssin tunniste 558

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry		
Test ID	ETG500		Calculated Result	<input type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/> Multi Reagent Switch		
Reagent Name	ETG	Reagent ID	558	<input type="checkbox"/> FSE Test		
ABB Name	ETG1N	Parameter Long Name	Ethyl Glucur 500 (Q) E0750310 ETG1N Urine			
Region	<input type="checkbox"/> US	<input checked="" type="checkbox"/> OUS	<input checked="" type="checkbox"/> AP	<input type="checkbox"/> JP	<input checked="" type="checkbox"/> EU	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Perform LIH check				
MEASURING POINT	Point 1: First	13		Last	17		Lipemia	+				
	Point 2: First			Last			Icterus	+				
Linearity Limit			%				Hemolysis	+				
Lag Time Check	<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check											

Reagenssin nimi: DRI Ethyl Glucuronide -määritys (kvalitatiivinen, vain 500 ng/ml:n raja-arvo)
 REF E0750310, DxC 500 AU Urine Settings
 Kalibraattorin nimi: DRI Ethyl Glucuronide -kalibraattori, REF E0750313, jatkuu

Reagenssin tunniste 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

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

Use highest calibrator for Upper AMR

Formula

MB Factor

	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				

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

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

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

Check Pattern
 Pattern

Reagenssin nimi: DRI Ethyl Glucuronide -määritys (semikvantitatiivinen, vain 500 ng/ml:n raja-arvo), REF E0750310, DxC 500 AU Urine Settings
Kalibraattorin nimi: DRI Ethyl Glucuronide -kalibraattorit, REF E0750311, E0750312, E0750313, E0750314, E0750315

Reagenssin tunniste 558

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry		
Test ID	ETG500-		Calculated Result	<input type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/> Multi Reagent Switch		
Reagent Name	ETG	Reagent ID	558	<input type="checkbox"/> FSE Test		
ABB Name	ETG2N	Parameter Long Name	Ethyl Glucur S/Q E0750310 ETG2N Urine			
Region	<input type="checkbox"/> US	<input checked="" type="checkbox"/> OUS	<input checked="" type="checkbox"/> AP	<input type="checkbox"/> JP	<input checked="" type="checkbox"/> EU	<input type="checkbox"/> 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 1 ▼						REAGENT ONBOARD STABILITY		31	Days	0	Hours
REACTION SLOPE	+						LIH INFLUENCE CHECK	<input type="checkbox"/> Perform LIH check				
MEASURING POINT	Point 1: First	13		Last	17		Lipemia	+ ▼				
	Point 2: First			Last			Icterus	+ ▼				
Linearity Limit			%				Hemolysis	+ ▼				
Lag Time Check				<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check								

Reagenssin nimi: DRI Ethyl Glucuronide -määritys (semikvantitatiivinen, vain 500 ng/ml:n raja-arvo), REF E0750310, DxC 500 AU Urine Settings

Reagenssin tunniste 558

Kalibraattorin nimi: DRI Ethyl Glucuronide -kalibraattorit, REF E0750311, E0750312, E0750313, E0750314, E0750315, jatkuu

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

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

Use highest calibrator for Upper AMR

Formula

MB Factor

Point 1

Calibrator Name Conc OD Range Low OD Range High

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

Calibrator Name

Positive Cutoff

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6

Point 7

SLOPE CHECK

Number of Levels

Slope Check

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days Hours

Interval

Calibration Stability Days Hours

Interval

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

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

Check Pattern
 Pattern

Lisätietoa

Tärkeää

Beckman Coulter ei valmista reagensseja eikä tee yksittäisille reagenssierille laadunvalvontaa tai muita testejä. Siten Beckman Coulter ei voi vastata saatujen tietojen laadusta, joka on riippuvainen reagenssin suorituskyvystä, mahdollisesta reagenssierien välisestä vaihtelusta tai valmistajan protokollamuutoksista.

Toimitusvauriot

Jos tuote saapui vaurioituneena, ilmoita asiasta Beckman Coulterin tekniseen tukeen.

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tavaramerkit ovat Thermo Fisher Scientificin ja sen tytäryhtiöiden omistamia, ellei toisin ole määritely. AU-sarjan järjestelmät ovat Beckman Coulterin tavaramerkkejä.



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

Loppu