

DRI® ETHYL GLUCURONIDE TILLÄMPNING BECKMAN COULTER DXC 500 AU / 500i



Beckman Coulter-reagens REF E0750310

Tillämpningen är avsedd för kvalitativ och semikvantitativ bestämning av etylglukuronid i humanurin vid gränsvärdet 500 ng/mL.



Endast för in vitro-diagnostisk användning
Receptbelagt

Avsedd användning



Informationen i detta informationsblad är avsedd som ett komplement till bipacksedeln. Se bipacksedeln för information om avsedd användning, reagensförvaring, reagensberedning, provtagning, provberedning, provförvaring, kvalitetskontroll och ytterligare prestandadata.

Beställningsinformation

Artikel	Storlek	Beckman Coulter-beställningsnummer
DRI Ethyl Glucuronide-analys	1 x 18 mL	E0750310
DRI Ethyl Glucuronide negativ kalibrator	1 x 25 mL	E0750311
DRI Ethyl Glucuronide 100 kalibrator	1 x 10 mL	E0750312
DRI Ethyl Glucuronide 500 kalibrator	1 x 10 mL	E0750313
DRI Ethyl Glucuronide 1000 kalibrator	1 x 10 mL	E0750314
DRI Ethyl Glucuronide 2000 kalibrator	1 x 10 mL	E0750315
DRI Ethyl Glucuronide 375 kontroll	1 x 25 mL	E0750316
DRI Ethyl Glucuronide 625 kontroll	1 x 25 mL	E0750317
AU-flaska	20 x 30 mL	63094

Teknisk support

Kontakta lokal representant för Beckman Coulter om du behöver teknisk support.

Fortsättning på nästa sida

Reagens- förvaring

Se bipacksedeln för information om reagensförvaring.

Procedur för analysator

Information om hur analysatorn används finns i användarhandböckerna.
Se bipacksedeln för fullständig reagensberedning.

Låt reagensen anta jämvikt i 15 minuter i 2 till 8 °C innan du håller i AU-flaskorna.
Dispensera R1-reagens och R2-reagens i lämpliga AU-flaskor, enligt tabellen nedan:

	AU-reagensflaska	
DRI Ethyl Glucuronide-analyskit	R1-fack	R2-fack
Antikropps-/substratreagens R1	En flaska (30 mL)	
Enzymkonjugatreagens R2		En flaska (30 mL)

Varning! Dessa reagenser måste programmeras till fasta positioner. Använd inte Thermo-reagensflaskor direkt på AU-analysatorn.

Tolkning av resultat och data

Provresultat skrivs ut i ng/mL.

Beredning av prover

Bipacksedeln innehåller en fullständig beskrivning av provberedning. Produktens bipacksedel finns på Thermo Fisher Scientifics webbplats:

www.thermofisher.com

Kalibrering

Använd DRI-etylglukuronidkalibratorerna. Kalibratorerna är flytande och klara att använda. Se bipacksedeln för koncentration av varje enskild kalibrator.

Reagensnamn: DRI Ethyl Glucuronide-analys (endast kvalitativa gränsvärden – 500 ng/mL)
REF E0750310 Dx C 500 AU / 500i Urine Settings
Kalibratornamn: DRI Ethyl Glucuronide-kalibrator 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						Last: Low	-2.0000	High	3.0000
	R1-1	57 µL	Dilution	0 µL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	100.00	High	2000.00
	R2-1	57 µL	Dilution	0 µL					
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								

Reagensnamn: DRI Ethyl Glucuronide-analys (endast kvalitativa gränsvärden – 500 ng/mL)
REF E0750310 DxC 500 AU / 500i Urine Settings
Kalibratornamn: DRI Ethyl Glucuronide-kalibrator REF E0750313, *fortsättning*

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

Interval

Calibration Stability Days Hours

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

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Check Pattern

Pattern

Decision Values

Value 1
Value 2
Value 3

☐ Logic Check 2

Check Points

Point 1
Interval

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Decision Values

Value 1
Value 2

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1
Interval

Limit Points

Limit 1
Limit 2

Decision Values

Value 1
Value 2

Reagensnamn: DRI Ethyl Glucuronide-analys (semikvantitativ – endast gränsvärden på 500 ng/mL)

Reagens-ID 558

REF E0750310 Dx C 500 AU / 500i Urine Settings

Kalibratornamn: DRI Ethyl Glucuronide-kalibratorer 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	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	☐ 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								

Reagensnamn: DRI Ethyl Glucuronide-analys (semikvantitativ – endast gränsvärden på 500 ng/mL)

Reagens-ID 558

REF E0750310 Dx C 500 AU / 500i Urine Settings

Kalibratornamn: DRI Ethyl Glucuronide-kalibratorer REF E0750311, E0750312, E0750313, E0750314, E0750315, *fortsättning*

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	0
Point 2	0
Point 3	0

Decision Values

Value 1	0
Value 2	0
Value 3	0

☐ Logic Check 2

Check Points

Point 1	0
Interval	1

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1	0
Interval	1

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

Check Pattern

Pattern

Ytterligare information

Viktigt

Eftersom Beckman Coulter inte tillverkar reagensen eller utför kvalitetskontroll eller andra tester på enskilda partier kan Beckman Coulter inte hållas ansvariga för kvaliteten på de erhållna data som orsakas av reagensens prestanda, eventuell variation mellan reagenspartier eller protokolländringar av tillverkaren.

Transport-skador

Meddela Beckman Coulters tekniska support om produkten var skadad vid leverans.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken tillhör Thermo Fisher Scientific och dess dotterbolag, om inte annat anges. AU Series Systems är varumärken som tillhör Beckman Coulter.



 B·R·A·H·M·S GmbH, Neuendorfstrasse 25, 16761, Hennigsdorf, Tyskland

Slut