

APPLICAZIONE DI DRI® ETHYL GLUCURONIDE BECKMAN COULTER DxC 500 AU / 500i



Reagente Beckman Coulter REF E0750310

La presente applicazione è destinata alla determinazione qualitativa e semiquantitativa dell'etilglucuronide nelle urine umane al cut-off di 500 ng/mL.



Solo per uso diagnostico in vitro
Solo su prescrizione medica

Uso previsto



Le informazioni fornite nel presente foglio applicativo costituiscono un'integrazione al foglio illustrativo della confezione. Consultare il foglio illustrativo per informazioni sull'uso previsto, la conservazione e preparazione del reagente, il prelievo, la preparazione e la conservazione dei campioni, il controllo di qualità e ulteriori dati sulle prestazioni.

Informazioni per l'ordine

Articolo	Formato	Numero di riordine Beckman Coulter
DRI Ethyl Glucuronide Assay	1 x 18 mL	E0750310
DRI Ethyl Glucuronide Negative Calibrator	1 x 25 mL	E0750311
DRI Ethyl Glucuronide 100 Calibrator	1 x 10 mL	E0750312
DRI Ethyl Glucuronide 500 Calibrator	1 x 10 mL	E0750313
DRI Ethyl Glucuronide 1000 Calibrator	1 x 10 mL	E0750314
DRI Ethyl Glucuronide 2000 Calibrator	1 x 10 mL	E0750315
DRI Ethyl Glucuronide 375 Control	1 x 25 mL	E0750316
DRI Ethyl Glucuronide 625 Control	1 x 25 mL	E0750317
Flacone AU	20 x 30 mL	63094

Supporto tecnico

Per il supporto tecnico, contattare il rappresentante locale Beckman Coulter.

Continua alla pagina seguente

Conservazione dei reagenti Per informazioni sulla conservazione dei reagenti, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Funzionamento dell'analizzatore Per informazioni sul funzionamento dell'analizzatore, fare riferimento ai manuali dell'operatore. Per informazioni sulla preparazione completa dei reagenti, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Prima di versare in flaconi AU, lasciare equilibrare il reagente per 15 minuti a temperatura refrigerata (2-8 °C). Dispensare il reagente R1 e il reagente R2 in appositi flaconi AU come indicato nella tabella seguente:

	Flacone per reagente AU	
Kit DRI Ethyl Glucuronide Assay	Scomparto R1	Scomparto R2
Reagente anticorpo/substrato R1	Un flacone (30 mL)	
Reagente enzima-coniugato R2		Un flacone (30 mL)

Avvertenza: questi reagenti devono essere programmati in posizioni fisse. Non utilizzare i flaconi di reagente Thermo direttamente sull'analizzatore AU.

Risultati e interpretazione dei dati I risultati dei campioni verranno stampati in ng/mL.

Preparazione dei campioni Per informazioni sulla preparazione completa del campione, fare riferimento al foglietto illustrativo. Il foglietto illustrativo è disponibile sul sito Web di Thermo Fisher Scientific:

www.thermofisher.com

Calibrazione Utilizzare i calibratori DRI Ethyl Glucuronide. I calibratori sono liquidi e pronti all'uso. Per la concentrazione di ciascun calibratore, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Nome reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Qualitative- 500 ng/mL Cutoff Only)
REF E0750310 Impostazioni DxC 500 AU / 500i Urine
Nome calibratore: DRI Ethyl Glucuronide Calibrator REF E0750313

ID reagente 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								

Nome reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Qualitative- 500 ng/mL Cutoff Only)

ID reagente 558

REF E0750310 Impostazioni DxC 500 AU / 500i Urine

Nome calibratore: DRI Ethyl Glucuronide Calibrator REF E0750313, *Continua*

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

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

Nome reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Semi-Quantitative- 500 ng/mL Cutoff Only) REF E0750310 Impostazioni DxC 500 AU / 500i Urine

ID reagente 558

Nome calibratore: DRI Ethyl Glucuronide Calibrators 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								

Nome reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Semi-Quantitative- 500 ng/mL Cutoff Only) REF E0750310 Impostazioni DxC 500 AU / 500i Urine

ID reagente 558

Nome calibratore: DRI Ethyl Glucuronide Calibrators REF E0750311, E0750312, E0750313, E0750314, E0750315, *Continua*

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

Decision Values

Value 1	0
Value 2	0

☐ Logic Check 3

Check Points

Point 1	0
Interval	1

Decision Values

Value 1	0
Value 2	0

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

Limit Points

Limit 1	0
Limit 2	27

Check Pattern

Pattern

Informazioni supplementari

Importante

Poiché Beckman Coulter non produce il reagente né esegue controlli di qualità o altre analisi sui singoli lotti, Beckman Coulter non può essere responsabile della qualità dei dati ottenuti in base alle prestazioni del reagente, di eventuali variazioni tra i lotti di reagente o delle modifiche al protocollo da parte del produttore.

Danni dovuti al trasporto

Se il prodotto risulta danneggiato alla consegna, contattare il centro di supporto tecnico Beckman Coulter.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific e delle sue consociate salvo diversamente specificato. I sistemi della serie AU sono marchi di Beckman Coulter.



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

Fine