

# APPLICAZIONE DI DRI<sup>®</sup> ETHYL GLUCURONIDE BECKMAN COULTER DxC 500 AU<sup>®</sup>



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](http://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 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	<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				

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

ID reagente 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 Add

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

**Nome reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Semi-Quantitative- 500 ng/mL Cutoff Only) REF E0750310 Impostazioni DxC 500 AU Urine**  
**Nome calibratore: DRI Ethyl Glucuronide Calibrators REF E0750311, E0750312, E0750313, E0750314, E0750315**

ID reagente 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 ▼
<b>UNITS AND RANGE SETTINGS</b>				
Use Settings from	None ▼	Units	ng/mL ▼	Decimal Places
				x.xx ▼
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**

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

Nome reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Semi-Quantitative- 500 ng/mL Cutoff Only) REF E0750310 Impostazioni DxC 500 AU 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	<input type="text" value="0"/>
Point 2	<input type="text" value="0"/>
Point 3	<input type="text" value="0"/>

Decision Values

Value 1	<input type="text" value="0"/>
Value 2	<input type="text" value="0"/>
Value 3	<input type="text" value="0"/>

Logic Check 2

Check Points

Point 1	<input type="text" value="0"/>
Interval	<input type="text" value="1"/>

Limit Points

Limit 1	<input type="text" value="0"/>
Limit 2	<input type="text" value="27"/>

Logic Check 3

Check Points

Point 1	<input type="text" value="0"/>
Interval	<input type="text" value="1"/>

Limit Points

Limit 1	<input type="text" value="0"/>
Limit 2	<input type="text" value="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.

---

© 2023 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.

CE

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

---

*Fine*