

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



Reagente Beckman Coulter REF E0750310

Esta aplicação destina-se à determinação qualitativa e semiquantitativa de etil glucurónido na urina humana no limite de 500 ng/ml.



Apenas para utilização em diagnóstico *in vitro*
Apenas com prescrição médica

Utilização prevista



As informações fornecidas nesta folha da aplicação destinam-se a complementar o folheto informativo. Consulte o folheto informativo para obter informações sobre utilização prevista, armazenamento de reagentes, preparação de reagentes, colheita de amostras, preparação de amostras, armazenamento de amostras, controlo de qualidade e dados de desempenho adicionais.

Informações de encomenda

Item	Tamanho	Número de referência 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
AU Bottle	20 x 30 ml	63094

Assistência técnica

Para obter assistência técnica, contacte o representante local da Beckman Coulter.

Continua na página seguinte

Armazenamento de reagentes Consulte o folheto informativo para obter informações sobre o armazenamento de reagentes.

Procedimento do analisador Consulte os manuais do operador para obter informações sobre o funcionamento do analisador. Consulte o folheto informativo para obter instruções completas sobre a preparação de reagentes.

Antes de verter para frascos AU, deixar o reagente equilibrar durante 15 minutos a uma temperatura refrigerada (2-8 °C). Dispensar o reagente R1 e o reagente R2 em frascos AU adequados, conforme indicado na tabela abaixo:

	Frasco de reagente AU	
DRI Ethyl Glucuronide Assay Kit	Compartimento R1	Compartimento R2
Reagente de substrato/anticorpo R1	Um frasco (30 ml)	
Reagente conjugado de enzima R2		Um frasco (30 ml)

Advertência: estes reagentes têm de ser programados para posições fixas. Não utilize os frascos de reagente Thermo diretamente no analisador AU.

Interpretação de dados e resultados Os resultados das amostras serão impressos em ng/ml.

Preparação de amostras Consulte o folheto informativo para obter informações sobre a preparação de amostras. O folheto informativo pode ser encontrado no website da Thermo Fisher Scientific:

www.thermofisher.com

Calibração Utilize os DRI Ethyl Glucuronide Calibrators. Os calibradores são soluções líquidas e prontas a utilizar. Consulte no folheto informativo a concentração de cada calibrador.

Nome do reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Qualitativo – limite de 500 ng/ml apenas)
REF E0750310 Dx C 500 AU Urine Settings
Nome do calibrador: DRI Ethyl Glucuronide Calibrator REF E0750313

ID do 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		+	▼	
					Hemolysis		+	▼	
Linearity Limit		%							
Lag Time Check			<input type="checkbox"/>	Perform Lag Time Check					

Nome do reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Qualitativo – limite de 500 ng/ml apenas)
 REF E0750310 DxC 500 AU Urine Settings
 Nome do calibrador: DRI Ethyl Glucuronide Calibrator REF E0750313, *Continuação*

ID do 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 Use highest calibrator for Upper AMR

Formula MB Factor

Calibrator Name Positive Cutoff

SLOPE CHECK Number of Levels

Slope Check

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

	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				

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

Limit Points: Limit 1 Limit 2

Check Pattern: Pattern ▼

Logic Check 2

Check Points: Point 1 Interval

Decision Values: Value 1 Value 2

Limit Points: Limit 1 Limit 2

Logic Check 3

Check Points: Point 1 Interval

Decision Values: Value 1 Value 2

Limit Points: Limit 1 Limit 2

Nome do reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Semi quantitativo – limite de 500 ng/ml apenas) REF E0750310 DxC 500 AU Urine Settings

ID do reagente 558

Nome do calibrador: 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	<input type="checkbox"/>		
LIS Code	ETG500-		Result Type	Semi quantitative ▼		
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									

Nome do reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Semi-quantitativo – limite de 500 ng/ml apenas) REF E0750310 DxC 500 AU Urine Settings

ID do reagente 558

Nome do calibrador: DRI Ethyl Glucuronide Calibrators REF E0750311, E0750312, E0750313, E0750314, E0750315, *Continuação*

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

Informações adicionais

Importante


Uma vez que a Beckman Coulter não fabrica o reagente nem realiza controle de qualidade ou outros testes em lotes individuais, a Beckman Coulter não pode ser considerada responsável pela qualidade dos dados obtidos, causada pelo desempenho do reagente, por qualquer variação entre lotes de reagente ou por alterações de protocolo pelo fabricante.

Danos durante o transporte

Notifique o seu centro de assistência técnica da Beckman Coulter caso receba este produto danificado.

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade da Thermo Fisher Scientific e respectivas subsidiárias, salvo especificação em contrário. AU Series Systems é uma marca comercial da Beckman Coulter.



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

Fim