

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



Réactif Beckman Coulter REF E0750310

Cette application est destinée à la détermination qualitative et semi-quantitative de l'éthylglucuronide dans l'urine humaine au seuil de 500 ng/ml.



Réservé à un usage diagnostique *in vitro*
Sur ordonnance uniquement

Utilisation prévue



Les informations fournies dans cette fiche de travail complètent la notice du produit. Consulter la notice du produit pour toute information sur l'utilisation prévue, le stockage et la préparation des réactifs, le prélèvement, la préparation et le stockage des échantillons, le contrôle de la qualité et les données de performance complémentaires.

Informations de commande

Article	Taille	Numéro de commande Beckman Coulter
Dosage DRI Ethyl Glucuronide	1 x 18 ml	E0750310
Étalon négatif DRI Ethyl Glucuronide	1 x 25 ml	E0750311
Étalon DRI Ethyl Glucuronide 100	1 x 10 ml	E0750312
Étalon DRI Ethyl Glucuronide 500	1 x 10 ml	E0750313
Étalon DRI Ethyl Glucuronide 1000	1 x 10 ml	E0750314
Étalon DRI Ethyl Glucuronide 2000	1 x 10 ml	E0750315
Contrôle DRI Ethyl Glucuronide 375	1 x 25 ml	E0750316
Contrôle DRI Ethyl Glucuronide 625	1 x 25 ml	E0750317
Bouteille AU	20 x 30 ml	63094

Assistance technique

Pour joindre l'assistance technique, contacter un représentant Beckman Coulter local.

Suite à la page suivante

Stockage des réactifs

Consulter la notice du produit pour toute information sur le stockage des réactifs.

Procédure pour l'analyseur

Se reporter aux manuels d'utilisation pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'analyseur. Consulter la notice du produit pour en savoir plus sur l'ensemble du processus de préparation des réactifs.

Avant de le verser dans des bouteilles AU, laisser le réactif s'équilibrer pendant 15 minutes à température réfrigérée (2 à 8°C). Verser le réactif R1 et le réactif R2 dans des bouteilles AU appropriées comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	Bouteille de réactif AU	
Kit de dosage DRI Ethyl Glucuronide	Compartiment R1	Compartiment R2
Réactif à base d'anticorps/substrat R1	Une bouteille (30 ml)	
Réactif conjugué enzymatique R2		Une bouteille (30 ml)

Avertissement : ces réactifs doivent être programmés à des positions fixes. Ne pas utiliser les bouteilles de réactif Thermo directement sur l'analyseur AU.

Résultats et interprétation des données

Les résultats des échantillons seront imprimés en ng/ml.

Préparation des échantillons

Consulter la notice du produit pour en savoir plus sur l'ensemble du processus de préparation des échantillons. La notice produit est disponible sur le site Web Thermo Fisher Scientific :

www.thermofisher.com

Étalonnage

Utiliser les étalons DRI Ethyl Glucuronide. Les étalons sont liquides et prêts à l'emploi. Consulter la notice du produit pour connaître la concentration de chaque étalon.

Nom du réactif : dosage DRI Ethyl Glucuronide (qualitatif – seuil de 500 ng/ml uniquement)
REF E0750310 DxC 500 AU Urine – Paramètres
Nom de l'étalon : étalon DRI Ethyl Glucuronide REF E0750313

ID de réactif 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 ▼
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
REACTION SLOPE	+								
MEASURING POINT	Point 1: First	13	Last	17	LIH INFLUENCE CHECK	<input type="checkbox"/> Perform LIH check			
	Point 2: First		Last		Lipemia	+ ▼			
					Icterus	+ ▼			
					Hemolysis	+ ▼			
Linearity Limit									
Lag Time Check					<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check				

Nom du réactif : dosage DRI Ethyl Glucuronide (qualitatif – seuil de 500 ng/ml uniquement)
REF E0750310 DxC 500 AU Urine – Paramètres
Nom de l'étalon : étalon DRI Ethyl Glucuronide REF E0750313, suite

ID de réactif 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

**Nom du réactif : dosage DRI Ethyl Glucuronide (semi-quantitatif – seuil de 500 ng/ml
uniquement) REF E0750310 DxC 500 AU Urine – Paramètres**

ID de réactif 558

**Nom de l'étalon : étalons DRI Ethyl Glucuronide 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	Semiquantitative ▼
UNITS AND RANGE SETTINGS				
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

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											

**Nom du réactif : dosage DRI Ethyl Glucuronide (semi-quantitatif – seuil de 500 ng/ml
uniquement) REF E0750310 DxC 500 AU Urine – Paramètres**

ID de réactif 558

**Nom de l'étalon : étalons DRI Ethyl Glucuronide REF E0750311, E0750312, E0750313, E0750314,
E0750315, suite**

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

Calibrator Name

Positive Cutoff

	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				

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

Informations supplémentaires

Important

Beckman Coulter ne fabrique pas le réactif et n'effectue pas de tests de contrôle qualité ou d'autres tests sur des lots distincts. Par conséquent, Beckman Coulter ne saurait être tenue pour responsable de la qualité des données obtenues liée aux performances du réactif, à toute variation entre les lots de réactif ou aux modifications de protocole apportées par le fabricant.

Dommages dus à l'expédition

Avertir le centre d'assistance technique Beckman Coulter en cas de dommage constaté à la livraison du produit.

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Sauf mention contraire, toutes les marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific Inc et de ses filiales. AU Series Systems est une marque déposée de Beckman Coulter.



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

Fin