

**DRI® ETHYL GLUCURONIDE APPLICATION**  
**BECKMAN COULTER DxC 500 AU / 500i**

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<br>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](http://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 / 500i 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 ☐ 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        | <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)

ID do reagente 558

REF E0750310 DxC 500 AU / 500i Urine Settings

Nome do calibrador: DRI Ethyl Glucuronide Calibrator REF E0750313, *Continuação*

| 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 | <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"/> |

Limit Points

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

Check Pattern

Pattern

☐ 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"/> |

Decision Values

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

Nome do reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Semiquantitativo – limite de 500 ng/ml apenas) REF E0750310 DxC 500 AU / 500i 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                            | Semiquantitative ▼                                       |                                        |                                |
| 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                    | + ▼                                        |         |      |         |       |
|                 |                                                 |      |    |           |     |    | Hemolysis                  | + ▼                                        |         |      |         |       |
| Linearity Limit |                                                 |      |    |           |     |    |                            |                                            |         |      |         |       |
| Lag Time Check  | <input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check |      |    |           |     |    |                            |                                            |         |      |         |       |

Nome do reagente: DRI Ethyl Glucuronide Assay (Semiquantitativo – limite de 500 ng/ml apenas) REF E0750310 DxC 500 AU / 500i 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"/> |

Decision Values

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

☐ Logic Check 3

Check Points

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

Decision Values

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

Limit Points

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

Limit Points

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

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 controlo 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.

© 2024 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade da Thermo Fisher Scientific e respetivas 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*