

# APPLICATION DU DRI<sup>®</sup> OXYCODONE BECKMAN COULTER DxC 500 AU



Réactif Beckman Coulter, RÉF 100248

Le dosage DRI Oxycodone est destiné à la détermination qualitative et semi-quantitative de l'oxycodone dans l'urine humaine.



Pour usage diagnostique *in vitro* uniquement  
Sur ordonnance seulement

## Utilisation prévue



Les renseignements fournis dans la présente fiche d'application sont fournis à titre de complément à la notice d'emballage. Reportez-vous à la notice d'emballage pour obtenir des renseignements sur l'utilisation prévue, l'entreposage et la préparation des réactifs, le prélèvement, la préparation et l'entreposage des échantillons, le contrôle de la qualité et les données de performance additionnelles.

## Informations de commande

Article	Taille	Numéro de commande Beckman Coulter
Dosage DRI Oxycodone	1 x 68 mL	100248
Étalon négatif DRI	1 x 10 mL	1664
Étalon DRI Oxycodone 100 ng/mL	1 x 10 mL	100250
Étalon DRI Oxycodone 300 ng/mL	1 x 10 mL	100251
Étalon DRI Oxycodone 500 ng/mL	1 x 10 mL	100252
Étalon DRI Oxycodone 1 000 ng/mL	1 x 10 mL	100253
Contrôle DRI Oxycodone 100 ng/mL	1 x 10 mL	100254
Contrôle DRI Oxycodone 300 ng/mL	1 x 10 mL	100255
Flacon AU	20 x 30 mL	63094

## Assistance technique

Pour joindre l'assistance technique, veuillez contacter votre représentant local de Beckman Coulter.

*Suite à la page suivante*

---

## Entreposage des réactifs

Consulter la notice d'emballage pour toute information sur l'entreposage des réactifs.

---

## Procédure de l'analyseur

Se reporter aux manuels d'utilisation pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'analyseur. Consulter la notice d'emballage pour toute information sur la préparation des réactifs.

Avant de verser le réactif dans les flacons AU, laissez-le s'équilibrer pendant 15 minutes à température de réfrigération (entre 2 et 8 °C). Verser le réactif R1 et le réactif R2 dans des flacons AU appropriés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	Flacon de réactif AU	
Trousse de dosage DRI Oxycodone	Compartiment R1	Compartiment R2
Réactif de substitution/anticorps <b>R1</b>	Un flacon (30 mL)	
Réactif conjugué enzymatique <b>R2</b>		Un flacon (30 mL)

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

---

## Résultats et interprétation des données

Les résultats seront imprimés en ng/mL.

---

## Préparation des échantillons

Consulter la notice d'emballage pour toute information sur la préparation de l'échantillon. Vous trouverez la notice d'emballage sur le site Web de Thermo Fisher Scientific :

[www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com)

---

## Étalonnage

Utiliser les étalons DRI Oxycodone. Les étalons sont liquides et prêts à l'emploi. Consulter la notice d'emballage pour toute information sur la concentration de chaque étalon.

---

**Nom du réactif : dosage DRI Oxycodone (qualitatif – seuil 100 ng/mL seulement)**  
**RÉF 100248 Paramètres de DxC 500 AU pour l'urine, nom de l'étalon : étalon DRI**  
**Oxycodone RÉF 100250**

ID du réactif 557

**TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS**

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	<input type="text" value="OXY100"/>		Calculated Result	<input type="checkbox"/>
LIS Code	<input type="text" value="OXY100"/>		Result Type	<input type="text" value="Qualitative"/>

UNITS AND RANGE SETTINGS

Use Settings from	<input type="text" value="None"/>	Units	<input type="text" value="None"/>	Decimal Places	<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="Urine"/>
Test Kind	<input type="text" value="General"/>	Revision	<input type="text" value="01"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Multi Reagent Switch		
Reagent Name	<input type="text" value="OXY"/>	Reagent ID	<input type="text" value="557"/>	<input type="checkbox"/> FSE Test		
ABB Name	<input type="text" value="OXY1G"/>	Parameter Long Name	<input type="text" value="Oxycodone 100 (Q) 100248 OXY1G Urine"/>			

Region  US  OUS  AP  JP  EU  Other

**GENERAL PARAMETERS**

<b>SAMPLE VOLUME</b>	Sample Volume <input type="text" value="14.0"/> $\mu\text{L}$	Dilution <input type="text" value="0"/> $\mu\text{L}$	<b>REACTION OD LIMIT</b>	Low <input type="text" value="-2.0000"/>	High <input type="text" value="3.0000"/>
	Predilution Rate <input type="text" value="1"/>		<b>REACTION BLANK OD LIMIT</b>	First: Low <input type="text" value="-2.0000"/>	High <input type="text" value="3.0000"/>
<b>REAGENT VOLUME</b>	R1-1 <input type="text" value="87"/> $\mu\text{L}$	Dilution <input type="text" value="0"/> $\mu\text{L}$		Last: Low <input type="text" value="-2.0000"/>	High <input type="text" value="3.0000"/>
	R2-1 <input type="text" value="87"/> $\mu\text{L}$	Dilution <input type="text" value="0"/> $\mu\text{L}$	<b>ANALYTICAL MEASURING RANGE</b>	Low <input type="text" value="0.00"/>	High <input type="text" value="1000.00"/>
<b>WAVELENGTH</b>	Primary <input type="text" value="340"/> nm	Secondary <input type="text" value="410"/> nm	<b>MANUFACTURER FACTOR</b>	A <input type="text" value="1"/>	B <input type="text" value="0"/>
<b>METHOD</b>	<input type="text" value="FIXED"/>		<b>REAGENT ONBOARD STABILITY</b>	<input type="text" value="31"/> Days	<input type="text" value="0"/> Hours
<b>REACTION SLOPE</b>	<input type="text" value="+"/>		<b>LIH INFLUENCE CHECK</b>	<input type="checkbox"/> Perform LIH check	
<b>MEASURING POINT</b>	Point 1: First <input type="text" value="17"/>	Last <input type="text" value="21"/>	Lipemia	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>
	Point 2: First <input type="text" value=""/>	Last <input type="text" value=""/>	Icterus	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>
Linearity Limit	<input type="text" value=""/>	%	Hemolysis	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>
Lag Time Check	<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check				

**Nom du réactif : dosage DRI Oxycodone (qualitatif – seuil 100 ng/mL seulement)**  
**RÉF 100248 Paramètres de DxC 500 AU pour l'urine, nom de l'étalon : étalon DRI Oxycodone RÉF 100250, suite**

ID du réactif 557

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

Number of Levels

SLOPE CHECK

Slope Check

**STABILITY AND INTERVAL**

Reagent Blank Stability  Days  Hours Interval   Hours  
 Calibration Stability  Days  Hours Interval   Hours

**CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS**

	Calibrator Name	Conc	Factor Range Low	Factor Range High
Point 1	OXY CAL-2	100	-999999	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

**Nom du réactif : dosage DRI Oxycodone (qualitatif – seuil 300 ng/mL seulement)**  
**RÉF 100248 Paramètres de DxC 500 AU pour l'urine, nom de l'étalon : étalon DRI**  
**Oxycodone RÉF 100251**

ID du réactif 557

**TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS**

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	<input type="text" value="OXY300"/>		Calculated Result	<input type="checkbox"/>
LIS Code	<input type="text" value="OXY300"/>		Result Type	<input type="text" value="Qualitative"/>
<b>UNITS AND RANGE SETTINGS</b>				
Use Settings from	<input type="text" value="None"/>	Units	<input type="text" value="None"/>	Decimal Places
				<input type="text" value="x"/>
Test Kind	<input type="text" value="General"/>	Revision	<input type="text" value="01"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Multi Reagent Switch
Reagent Name	<input type="text" value="OXY"/>	Reagent ID	<input type="text" value="557"/>	<input type="checkbox"/> FSE Test
ABB Name	<input type="text" value="OXY2G"/>	Parameter Long Name	<input type="text" value="Oxycodone 300 (Q) 100248 OXY2G Urine"/>	
Region	<input checked="" 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 <input type="text" value="10.5"/> $\mu\text{L}$	Dilution <input type="text" value="0"/> $\mu\text{L}$	<b>REACTION OD LIMIT</b>	Low <input type="text" value="-2.0000"/>	High <input type="text" value="3.0000"/>
	Predilution Rate <input type="text" value="1"/>		<b>REACTION BLANK OD LIMIT</b>	First: Low <input type="text" value="-2.0000"/>	High <input type="text" value="3.0000"/>
<b>REAGENT VOLUME</b>	R1-1 <input type="text" value="87"/> $\mu\text{L}$	Dilution <input type="text" value="0"/> $\mu\text{L}$		Last: Low <input type="text" value="-2.0000"/>	High <input type="text" value="3.0000"/>
	R2-1 <input type="text" value="87"/> $\mu\text{L}$	Dilution <input type="text" value="0"/> $\mu\text{L}$	<b>ANALYTICAL MEASURING RANGE</b>	Low <input type="text" value="0.00"/>	High <input type="text" value="1000.00"/>
<b>WAVELENGTH</b>	Primary <input type="text" value="340"/> nm	Secondary <input type="text" value="410"/> nm	<b>MANUFACTURER FACTOR</b>	A <input type="text" value="1"/>	B <input type="text" value="0"/>
<b>METHOD</b>	<input type="text" value="FIXED"/>		<b>REAGENT ONBOARD STABILITY</b>	<input type="text" value="31"/> Days	<input type="text" value="0"/> Hours
<b>REACTION SLOPE</b>	<input type="text" value="+"/>		<b>LIH INFLUENCE CHECK</b>	<input type="checkbox"/> Perform LIH check	
<b>MEASURING POINT</b>	Point 1: First <input type="text" value="17"/>	Last <input type="text" value="21"/>	Lipemia	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>
	Point 2: First <input type="text"/>	Last <input type="text"/>	Icterus	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>
Linearity Limit	<input type="text"/>	%	Hemolysis	<input type="text" value="+"/>	<input type="text" value="▼"/>
Lag Time Check	<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check				

**Nom du réactif : dosage DRI Oxycodone (qualitatif – seuil 300 ng/mL seulement)**  
**RÉF 100248 Paramètres de DxC 500 AU pour l'urine, nom de l'étalon : étalon DRI Oxycodone RÉF 100251, suite**

ID du réactif 557

**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

**STABILITY AND INTERVAL**

Reagent Blank Stability  Days  Hours

Interval

Calibration Stability  Days  Hours

Interval

**CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS**

	Calibrator Name	Conc	Factor Range Low	Factor Range High
Point 1	OXY CAL-3	300	-999999	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

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

Check Pattern  
 Pattern

**Nom du réactif : dosage DRI Oxycodone (semi-quantitatif – seuil 100 ng/mL seulement)**  
**RÉF 100248 Paramètres de DxC 500 AU pour l'urine**  
**Nom de l'étalon : étalons DRI Oxycodone RÉF. 1664, 100250, 100251, 100252, 100253**

ID du réactif 557

**TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS**

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	OXY100-		Calculated Result	<input type="checkbox"/>
LIS Code	OXY100-		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	OXY	Reagent ID	557	<input type="checkbox"/> FSE Test
ABB Name	OXY3G	Parameter Long Name	Oxycodone 100 S/Q 100248 OXY3G Urine	
Region	<input checked="" 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	10.5	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	87	µL	Dilution	0	µL		Last: Low	-2.0000	High	3.0000
	R2-1	87	µL	Dilution	0	µL	<b>ANALYTICAL MEASURING RANGE</b>	Low	0.00	High	1000.00
<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>LIH INFLUENCE CHECK</b>	<input type="checkbox"/> Perform LIH check			
<b>MEASURING POINT</b>	Point 1: First	17		Last	21		Lipemia	+	▼		
	Point 2: First			Last			Icterus	+	▼		
Linearity Limit			%				Hemolysis	+	▼		
Lag Time Check				<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check							

Nom du réactif : dosage DRI Oxycodone (semi-quantitatif – seuil 100 ng/mL seulement)

ID du réactif 557

RÉF 100248 Paramètres de DxC 500 AU pour l'urine

Nom de l'étaon : DRI Oxycodone Calibrateurs RÉF 1664, 100250, 100251, 100252, 100253, 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

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	OXY CAL-1	0.00	-2.00	3.00
Point 2	OXY CAL-2	100.00	-2.00	3.00
Point 3	OXY CAL-3	300.00	-2.00	3.00
Point 4	OXY CAL-4	500.00	-2.00	3.00
Point 5	OXY CAL-5	1000.00	-2.00	3.00
Point 6				
Point 7				

OD DELTA CHECK

Reagent Blank

Calibration

PROZONE CHECK PARAMETERS

Logic Check 1

Check Points  
 Point 1   
 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



**Nom du réactif : dosage DRI Oxycodone (semi-quantitatif – seuil 300 ng/mL seulement)**  
**RÉF 100248 Paramètres de DxC 500 AU pour l'urine**  
**Nom de l'étalon : étalons DRI Oxycodone RÉF 1664, 100250, 100251, 100252, 100253**

ID du réactif 557

**TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS**

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	OXY300-		Calculated Result	<input type="checkbox"/>
LIS Code	OXY300-		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	OXY	Reagent ID	557	<input type="checkbox"/> FSE Test
ABB Name	OXY4G	Parameter Long Name	Oxycodone 300 S/Q 100248 OXY4G Urine	
Region	<input checked="" 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	10.5	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	87	µL	Dilution	0	µL		Last: Low	-2.0000	High	3.0000	
	R2-1	87	µL	Dilution	0	µL	<b>ANALYTICAL MEASURING RANGE</b>	Low	0.00	High	1000.00	
<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	Hours
<b>REACTION SLOPE</b>	+						<b>LIH INFLUENCE CHECK</b>	<input type="checkbox"/> Perform LIH check				
<b>MEASURING POINT</b>	Point 1: First	17		Last	21		Lipemia	+ ▼				
	Point 2: First			Last			Icterus	+ ▼				
<b>Linearity Limit</b>			%				Hemolysis	+ ▼				
<b>Lag Time Check</b>				<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check								

**Nom du réactif : dosage DRI Oxycodone (semi-quantitatif – seuil 300 ng/mL  
seulement) RÉF 100248 Paramètres de DxC 500 AU pour l'urine**

ID du réactif 557

**Nom de l'étalon : étalons DRI Oxycodone RÉF 1664, 100250, 100251, 100252, 100253, 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	Conc	OD Range Low	OD Range High
Point 1	OXY CAL-1	0.00	-2.00	3.00
Point 2	OXY CAL-2	100.00	-2.00	3.00
Point 3	OXY CAL-3	300.00	-2.00	3.00
Point 4	OXY CAL-4	500.00	-2.00	3.00
Point 5	OXY CAL-5	1000.00	-2.00	3.00
Point 6				
Point 7				

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

**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

## Renseignements 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

Veillez aviser votre centre d'assistance technique de Beckman Coulter en cas de dommage constaté à la livraison du produit.

---

© Thermo Fisher Scientific Inc., 2023. Tous droits réservés. Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce sont la propriété de Thermo Fisher Scientific et de ses filiales. AU Series Systems sont des marques de commerce de Beckman Coulter.



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

---

*Fin*