

# APPLICATION CEDIA™ Mycophenolic Acid (MPA) Beckman Coulter DxC 500 AU®



Réactif Beckman Coulter REF B01460

L'application est destinée à la détermination de l'acide mycophénolique (MPA) dans le plasma humain.



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. Pour les notices, se rendre sur le site [www.thermofisher.com](http://www.thermofisher.com) et saisir le nom du dosage dans le champ *Search* (Rechercher).

## Informations de commande

Article	Taille	Numéro de commande Beckman Coulter
Dosage CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)	R1 : 1 x 26 ml R2 : 1 x 11 ml	B01460
Étalons CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)	2 x 5 ml	B37609
Contrôle 1 CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)	4 x 5 ml	B37611
Contrôle 2 CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)	4 x 5 ml	B01543
Contrôle 3 CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)	4 x 5 ml	B01544
Bouteille AU	20 x 30 ml	63094

## Assistance technique

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

## Stockage des réactifs

Consulter la notice du produit pour toute information sur le stockage des réactifs. Pour les notices, se rendre sur le site [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics) et saisir le nom du dosage dans le champ *Search* (Rechercher).

*Suite à la page suivante*

# Notice d'utilisation

---

## 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 CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)	Compartiment R1	Compartiment R2
Réactif à base d'anticorps/substrat <b>R1</b>	Une bouteille (30 ml)	
Réactif conjugué enzymatique <b>R2</b>		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 µg/ml.

---

## Préparation des échantillons

Consulter la notice du produit pour en savoir plus sur l'ensemble du processus de préparation des échantillons. La notice du produit est disponible sur le site Web Thermo Fisher Scientific : pour les notices, se rendre sur le site [www.thermoscientific.com/diagnostics](http://www.thermoscientific.com/diagnostics) et saisir le nom du dosage dans le champ *Search* (Rechercher).

---

## Étalonnage

Utiliser le kit d'étalons CEDIA Mycophenolic Acid (MPA). 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 CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) REF B01460 DxC 500 AU**  
**Plasma – Paramètres**  
**Nom de l'étalon : kit d'étalons CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) REF B37609**

ID de réactif 562

**TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS**

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	MPA		Calculated Result	<input type="checkbox"/>
LIS Code	MPA		Result Type	Quantitative ▼
<b>UNITS AND RANGE SETTINGS</b>				
Use Settings from	Serum ▼	Units	ug/mL ▼	Decimal Places
				x.xx ▼
Test Kind	General ▼	Revision	02	<input checked="" type="checkbox"/> Multi Reagent Switch
Reagent Name	MPA	Reagent ID	562	<input type="checkbox"/> FSE Test
ABB Name	MYA1G	Parameter Long Name	Mycophen Acid B01460 MYA1G Serum	
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	7.5 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	150 μL	Dilution	0 μL		Last: Low	-2.0000	High	3.0000
	R2-1	60 μL	Dilution	0 μL	<b>ANALYTICAL MEASURING RANGE</b>	Low	0.30	High	10.00
<b>WAVELENGTH</b>	Primary	570 nm	Secondary	660 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	24	Last	27	<b>LIH INFLUENCE CHECK</b>	<input type="checkbox"/> Perform LIH check			
	Point 2: First		Last		Lipemia	+ ▼			
					Icterus	+ ▼			
					Hemolysis	+ ▼			
<b>Linearity Limit</b>									
<b>Lag Time Check</b>	<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check								

**Nom du réactif : dosage CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) REF B01460 DxC 500 AU**  
**Plasma – Paramètres**  
**Nom de l'étalon : kit d'étalons CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) REF B37609, suite**

ID de réactif 562

**CALIBRATION PARAMETERS**

Base Unit	Decimal Place	Unit 1	Factor 1	Unit 2	Factor 2	Unit 3	Factor 3	Unit 4	Factor 4
ug/mL	2	None	0	None	0	None	0	None	0

**CALIBRATOR SPECIFIC**

Calibration Type

Counts

Formula

MB Factor

Calibrator Name

Positive Cutoff

Add

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	MPA CAL-1		-9999999	9999999
Point 2	MPA CAL-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

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.

---

## Domages 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. Ces informations sont présentées comme un exemple des capacités des produits Thermo Fisher Scientific. Elles ne sont pas destinées à encourager l'utilisation de ces produits de quelque manière susceptible d'enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'autrui.



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

---

*Fin*