

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



Reagente Beckman Coulter REF B01460

O aplicativo destina-se à determinação de ácido micofenólico (MPA) no plasma humano.



Apenas para uso diagnóstico in vitro
Somente Rx

Uso pretendido



As informações fornecidas nesta ficha de aplicativo têm como objetivo complementar a bula. Consulte a bula para obter informações sobre o uso pretendido, armazenamento de reagentes, preparação de reagentes, coleta de amostras, preparação de amostras, armazenamento de amostras, controle de qualidade e dados adicionais de desempenho. Para consultar bulas, acesse www.thermofisher.com e insira o nome do ensaio no campo *Search* (Pesquisar).

Informações sobre pedidos

Item	Tamanho	Número de pedido da Beckman Coulter
Ensaio CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)	R1: 1 x 26 mL R2: 1 x 11 mL	B01460
Calibradores CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)	2 x 5 mL	B37609
Controle CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) 1	4 x 5 mL	B37611
Controle CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) 2	4 x 5 mL	B01543
Controle CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) 3	4 x 5 mL	B01544
Frasco AU	20 x 30 mL	63094

Suporte Técnico

Para obter suporte técnico, entre em contato com o representante local da Beckman Coulter.

Armazenamento de reagentes

Consulte a bula para obter informações sobre o armazenamento de reagentes. Para consultar bulas, acesse www.thermoscientific.com/diagnostics e insira o nome do ensaio no campo *Search* (Pesquisar).

Continua na próxima página

Instruções de uso

Procedimentos do analisador Consulte os manuais do operador para obter informações sobre a operação do analisador. Consulte a bula para ver a preparação completa de reagentes.

Antes de despejar o reagente em frascos AU, deixe-o estabilizar por 15 minutos em temperatura refrigerada (2 °C a 8 °C). Dispense os reagentes R1 e R2 nos frascos AU adequados, conforme mostrado na tabela abaixo:

Kit de ensaio CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)	Frasco AU de reagente	
	Compartimento R1	Compartimento R2
Reagente do anticorpo/substrato R1	Um frasco (30 mL)	
Reagente conjugado por enzima R2		Um frasco (30 mL)

Aviso: programe esses reagentes em posições fixas. Não use os frascos de reagente Thermo diretamente no analisador AU.

Interpretação de resultados e dados

Os resultados das amostras são impressos em ug/mL.

Preparação de amostras

Consulte a bula para ver a preparação completa de amostras. A bula está disponível no site da Thermo Fisher Scientific: para obter informações sobre bulas, acesse www.thermoscientific.com/diagnostics e insira o nome do ensaio no campo *Search* (Pesquisar).

Calibração

Use o kit de calibração CEDIA Mycophenolic Acid (MPA). Os calibradores são líquidos e prontos para uso. Consulte a bula para saber a concentração de cada calibrador.

Nome do reagente: ensaio CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) REF B01460 Configurações de plasma, DxC 500 AU

ID do reagente 562

Nome do calibrador: kit de calibração CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) REF B37609

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	<input type="text" value="MPA"/>		Calculated Result	<input type="checkbox"/>
LIS Code	<input type="text" value="MPA"/>		Result Type	<input type="text" value="Quantitative"/>
UNITS AND RANGE SETTINGS				
Use Settings from	<input type="text" value="Serum"/>	Units	<input type="text" value="ug/mL"/>	Decimal Places
				<input type="text" value="x.xx"/>
Test Kind	<input type="text" value="General"/>	Revision	<input type="text" value="02"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Multi Reagent Switch
Reagent Name	<input type="text" value="MPA"/>	Reagent ID	<input type="text" value="562"/>	<input type="checkbox"/> FSE Test
ABB Name	<input type="text" value="MYA1G"/>	Parameter Long Name	<input type="text" value="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

SAMPLE VOLUME	Sample Volume	<input type="text" value="7.5"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL	REACTION OD LIMIT	Low	<input type="text" value="-2.0000"/>	High	<input type="text" value="3.0000"/>	
	Predilution Rate	<input type="text" value="1"/>					REACTION BLANK OD LIMIT	First: Low	<input type="text" value="-2.0000"/>	High	<input type="text" value="3.0000"/>	
REAGENT VOLUME	R1-1	<input type="text" value="150"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL		Last: Low	<input type="text" value="-2.0000"/>	High	<input type="text" value="3.0000"/>	
	R2-1	<input type="text" value="60"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	<input type="text" value="0.30"/>	High	<input type="text" value="10.00"/>	
WAVELENGTH	Primary	<input type="text" value="570"/>	nm	Secondary	<input type="text" value="660"/>	nm	MANUFACTURER FACTOR	A	<input type="text" value="1"/>	B	<input type="text" value="0"/>	
METHOD	<input type="text" value="FIXED 1"/>						REAGENT ONBOARD STABILITY		<input type="text" value="31"/>	Days	<input type="text" value="0"/>	Hours
REACTION SLOPE	<input type="text" value="+"/>						LIH INFLUENCE CHECK	<input type="checkbox"/> Perform LIH check				
MEASURING POINT	Point 1: First	<input type="text" value="24"/>		Last	<input type="text" value="27"/>		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											

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
Add

Positive Cutoff

SLOPE CHECK

Number of Levels

Slope Check

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days Hours
 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

Limit Points
 Limit 1
 Limit 2

Check Pattern
 Pattern

Logic Check 2

Decision Values
 Value 1
 Value 2
 Value 3

Check Points
 Point 1
 Interval

Limit Points
 Limit 1
 Limit 2

Logic Check 3

Decision Values
 Value 1
 Value 2

Check Points
 Point 1
 Interval

Limit Points
 Limit 1
 Limit 2

Decision Values
 Value 1
 Value 2

Informações adicionais

Importante

Como a Beckman Coulter não fabrica o reagente nem realiza o controle de qualidade ou outros testes em lotes individuais, ela não se responsabiliza pela qualidade dos dados obtidos que são causados pelo desempenho do reagente, por qualquer variação entre lotes de reagente ou alterações de protocolo pelo fabricante.

Danos durante o transporte

Notifique o Centro de Suporte Técnico da Beckman Coulter se receber o 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. Os sistemas da série AU são marcas comerciais da Beckman Coulter. Essas informações são apresentadas como um exemplo dos recursos dos produtos da Thermo Fisher Scientific. Elas não devem incentivar o uso desses produtos de nenhuma forma que possa infringir os direitos de propriedade intelectual de terceiros.



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

Fim