

„CEDIA™ Mycophenolic Acid (MPA)“ ANALIZĖS TAIKYMAS
„Beckman Coulter“ DxC 500 AU®



„Beckman Coulter“ reagentas NUOR. B01460

Analizė taikoma mikofenolio rūgščiai (MPA) nustatyti žmogaus plazmoje.



Skirta tik in vitro diagnostikai
Tik su receptu

**Naudojimo
paskirtis**



Šiame analizės taikymo lape pateikta informacija yra pakuotės lapelio priedas. Informacijos apie naudojimo paskirtį, reagento laikymą, reagento paruošimą, mėginio paėmimą, mėginio paruošimą, mėginio laikymą, kokybės kontrolę ir papildomus veiksmingumo duomenis rasite pakuotės lapelyje. Norėdami gauti pakuotės lapelį, apsilankykite svetainėje www.thermofisher.com ir laukelyje *Paieška* įveskite analizės pavadinimą.

**Užsakymo
informacija**

Gaminys	Dydis	„Beckman Coulter“ pakartotinio užsakymo nr.
Analizė „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)“	R1: 1 x 26 ml R2: 1 x 11 ml	B01460
Kalibratoriai „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrators“	2 x 5 ml	B37609
Kontrolinė medžiaga „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 1“	4 x 5 ml	B37611
Kontrolinė medžiaga „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 2“	4 x 5 ml	B01543
Kontrolinė medžiaga „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Control 3“	4 x 5 ml	B01544
AU buteliukas	20 x 30 ml	63094

**Techninė
pagalba**

Prireikus techninės pagalbos, kreipkitės į vietas „Beckman Coulter“ atstovą.

**Reagento
laikymas**

Informacijos apie reagento laikymą pateikta pakuotės lapelyje. Norėdami gauti pakuotės lapelius, apsilankykite svetainėje www.thermoscientific.com/diagnostics ir laukelyje *Paieška* įveskite analizės pavadinimą.

Tęsinys kitame puslapyje

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo analizatoriuje procedūra

Informacijos apie analizatoriaus veikimą pateikta operatoriaus vadovuose. Išsamios informacijos apie reagento paruošimą pateikta pakuotės lapelyje.

Prieš išpilstydami į AU buteliukus, 15 minučių palaikykite reagentą šaltomis sąlygomis (temperatūroje nuo 2 iki 8 °C), kol nusistovės. Išpilstykite reagentą R1 ir reagentą R2 į atitinkamus AU buteliukus, kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje:

	AU reagento buteliukas	
Analizės rinkinys „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay Kit“	R1 skyrius	R2 skyrius
Antikūnų / substrato reagentas R1	Vienas buteliukas (30 ml)	
Fermento konjugato reagentas R2		Vienas buteliukas (30 ml)

Įspėjimas. Šie reagentai turi būti programuojami fiksuotose padėtyse. Nenaudokite „Thermo“ reagentų buteliukų tiesiogiai AU analizatoriuje.

Rezultatai ir duomenų aiškinimas

Mėginių rezultatai bus išspausdinti ug/ml matavimo vienetais.

Mėginio paruošimas

Išsamios informacijos apie mėginio paruošimą pateikta pakuotės lapelyje. Gaminio lapelius galima rasti „Thermo Fisher Scientific“ svetainėje. Norėdami gauti pakuotės lapelius, apsilankykite svetainėje www.thermoscientific.com/diagnostics ir laukelyje *Paieška* įveskite analizės pavadinimą.

Kalibracija

Naudokite kalibratorių rinkinį „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA)“. Kalibratoriai yra skysčio pavidalo ir yra parengti naudoti. Kiekvieno kalibratoriaus koncentracija nurodyta pakuotės lapelyje.

Reagento pavadinimas: „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay“ NUOR. B01460 DxC
500 AU Plazmos nustatymai

Reagento ID 562

Kalibratoriaus pavadinimas: „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrator Kit“ NUOR. B37609

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry		
Test ID	MPA		Calculated Result	<input type="checkbox"/>		
LIS Code	MPA		Result Type	Quantitative ▼		
UNITS AND RANGE SETTINGS						
Use Settings from	Serum ▼	Units	ug/mL ▼	Decimal Places	x.xx ▼	Plasma
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

SAMPLE VOLUME	Sample Volume	7.5	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	150	µL	Dilution	0	µL		Last: Low	-2.0000	High	3.0000	
	R2-1	60	µL	Dilution	0	µL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	0.30	High	10.00	
WAVELENGTH	Primary	570	nm	Secondary	660	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	24		Last	27		Lipemia	+	▼			
	Point 2: First			Last			Icterus	+	▼			
Linearity Limit			%				Hemolysis	+	▼			
Lag Time Check	<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check											

Reagento pavadinimas: „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Assay“ NUOR. B01460 DxC
500 AU Plazmos nustatymai

Reagento ID 562

Kalibratoriaus pavadinimas: „CEDIA Mycophenolic Acid (MPA) Calibrator Kit“ NUOR. B37609,
Tęsinys

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 AA

Counts 2

CALIBRATION OD AND CONCENTRATION PARAMETERS

Use highest calibrator for Upper AMR

Formula Y=AX+B

MB Factor

	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				

Calibrator Name

Positive Cutoff

Add MPA

SLOPE CHECK

Number of Levels 2

Slope Check +

STABILITY AND INTERVAL

Reagent Blank Stability Days Hours

Interval Bottle

Calibration Stability Days Hours

Interval Bottle

OD DELTA CHECK

Reagent Blank
 Calibration

PROZONE CHECK PARAMETERS

Logic Check 1

Check Points
Point 1 0
Point 2 0
Point 3 0

Decision Values
Value 1 0
Value 2 0
Value 3 0

Logic Check 2

Check Points
Point 1 0
Interval 1

Limit Points
Limit 1 0
Limit 2 27

Logic Check 3

Check Points
Point 1 0
Interval 1

Limit Points
Limit 1 0
Limit 2 27

Decision Values
Value 1 0
Value 2 0

Check Pattern
Pattern Pattern 1

Papildoma informacija

Svarbu

Kadangi „Beckman Coulter“ negamina reagento ir neatlieka atskirų partijų kokybės kontrolės ar kitų tyrimų, „Beckman Coulter“ negali būti atsakinga už gautų duomenų kokybę, kurią lemia reagento veikimas, bet kokie reagento partijų skirtumai ar gamintojo atliekami protokolo pakeitimai.

Pažeidimai
gabenant

Praneškite „Beckman Coulter“ techninės pagalbos centrui, jei šis gaminys gautas pažeistas.

© 2023 m. „Thermo Fisher Scientific Inc.“. Visos teisės saugomos. Visi prekių ženklai yra „Thermo Fisher Scientific“ ir jos patrunuojamųjų įmonių nuosavybė, jei nenurodyta kitaip. AU serijos sistemos yra „Beckman Coulter“ prekės ženklai. Ši informacija pateikiama kaip „Thermo Fisher Scientific“ gaminių galimybių pavyzdys. Ja nesiekama skatinti naudoti šiuos gaminius tokiais būdais, kurie pažeistų kitų asmenų intelektualinės nuosavybės teisės.



B.R.A.H.M.S GmbH, Neuendorfstrasse 25, 16761, Hennigsdorf, Germany (Vokietija)

Pabaiga