

APPLICATION QMS™ Tacrolimus Beckman Coulter DxC 500 AU / 500i



Réactif Beckman Coulter REF A53727

L'application est destinée à la détermination du tacrolimus dans le sang total 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 et saisir le nom du dosage dans le champ *Search* (Rechercher).

Informations de commande

Article	Taille	Numéro de commande Beckman Coulter
Dosage QMS Tacrolimus	R1 : 1 x 18 ml R2 : 1 x 12 ml	A53727
Étalons QMS Tacrolimus	Cal A : 1 x 4 ml Cal B-F : 1 x 2 ml	A53728
Niveau de contrôle More Diagnostics 1	4 x 4 ml	B51007
Niveau de contrôle More Diagnostics 2	4 x 4 ml	A53712
Niveau de contrôle More Diagnostics 3	4 x 4 ml	A53713
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 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 :

Kit de dosage QMS Tacrolimus	Bouteille de réactif AU	
	Compartiment R1	Compartiment R2
Réactif à base d'anticorps/substrat R1	Une bouteille (30 ml)	
Réactif à base de microparticules R2		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 ng/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 et saisir le nom du dosage dans le champ *Search* (Rechercher).

Étalonnage

Utiliser le kit d'étalons QMS Tacrolimus. 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 QMS Tacrolimus REF A53727 DxC 500 AU / 500i

ID de réactif 559

Paramètres

Nom de l'étalon : kit d'étalons QMS Tacrolimus REF A53728

TEST CONFIGURATION & CHEMISTRY DETAILS

Assay Name	Test	Rev	Discipline	Chemistry
Test ID	<input type="text" value="TAC"/>		Calculated Result	<input type="checkbox"/>
LIS Code	<input type="text" value="TAC"/>		Result Type	<input type="text" value="Quantitative"/>
UNITS AND RANGE SETTINGS				
Use Settings from	<input type="text" value="None"/>	Units	<input type="text" value="ng/mL"/>	Decimal Places
				<input type="text" value="x.xx"/>
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="TAC"/>	Reagent ID	<input type="text" value="559"/>	<input type="checkbox"/> FSE Test
ABB Name	<input type="text" value="TAC1G"/>	Parameter Long Name	<input type="text" value="Tacrolimus A53727CS TAC1G"/>	
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="10.0"/>	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="125"/>	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="75"/>	µL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	µL	ANALYTICAL MEASURING RANGE	Low	<input type="text" value="1.00"/>	High	<input type="text" value="30.00"/>
WAVELENGTH	Primary	<input type="text" value="700"/>	nm	Secondary	<input type="text" value="NONE"/>	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"/>
REACTION SLOPE	<input type="text" value="+"/>						LIH INFLUENCE CHECK	<input type="checkbox"/> Perform LIH check			
MEASURING POINT	Point 1: First	<input type="text" value="20"/>		Last	<input type="text" value="27"/>		Lipemia	<input type="text" value="+"/>			
	Point 2: First	<input type="text"/>		Last	<input type="text"/>		Icterus	<input type="text" value="+"/>			
Linearity Limit	<input type="text"/>		%				Hemolysis	<input type="text" value="+"/>			
Lag Time Check	<input type="checkbox"/> Perform Lag Time Check										

Nom du réactif : dosage QMS Tacrolimus REF A53727 DxC 500 AU / 500i

ID de réactif 559

Paramètres

Nom de l'étalon : kit d'étalons QMS Tacrolimus REF A53728, 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	Tacro CAL-1		-2.00	3.00
Point 2	Tacro CAL-2		-2.00	3.00
Point 3	Tacro CAL-3		-2.00	3.00
Point 4	Tacro CAL-4		-2.00	3.00
Point 5	Tacro CAL-5		-2.00	3.00
Point 6	Tacro CAL-6		-2.00	3.00
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

Limit Points
 Limit 1
 Limit 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.

© 2024 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