

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-1513 rév. 10**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

SARTORIUS FRANCE SAS

N° SIREN : 381873256

Satisfait aux exigences de la norme
Fulfils the requirements of the standard

NF EN ISO/CEI 17025 : 2005

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of calibration in :

MASSE ET VOLUME / VOLUME
MASS AND VOLUME / VOLUME

réalisées par / *performed by :*

SARTORIUS FRANCE S.A.S.
2 rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 DOURDAN

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe
and precisely described in the attached technical appendix

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/CEI 17025 : 2005 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF de janvier 2009)

Accreditation in accordance with the recognised international standard ISO/IEC 17025 : 2005 demonstrates technical competence for a defined scope and the operation of a laboratory quality management system (re. Joint IAF/ILAC/ISO Communiqué dated january 2009).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *granting date* : **03/01/2018**Date de fin de validité / *expiry date* : **30/06/2020**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Physique-Mécanique,
The Pole Manager,

Stéphane RICHARD

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-1513 Rév 9.
This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-1513 [Rév 9](#).

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.
The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 2-1513 rév. 10

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

SARTORIUS FRANCE S.A.S.
2 rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 DOURDAN

Dans son unité technique :

Laboratoire de Métrologie

Elle porte sur : voir pages suivantes

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

MASSE ET VOLUME / VOLUME / Micropipette (0905)						
Objet	Caractéristique mesurée	Etendue de mesure	Meilleure incertitude d'étalonnage (nominal / 50% / 10%)	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Pipettes à piston de type mono-canal (volume fixe et volume variable)	Volume	25 000 µl ■	45 µl / 28 µl / 15 µl	Méthode gravimétrique Réf. I 310_LPS 10 déterminations en simple pesée	Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,1 mg	Laboratoire
		10 000 µl ■	24 µl / 19 µl / 10 µl			
		5 000 µl ■	12,0 µl / 6,0 µl / 3,0 µl			
		2 000 µl ■	6,0 µl / 3,0 µl / 2,0 µl			
		1 000 µl ■	2,00 µl / 0,75 µl / 0,70 µl			
		500 µl ■	1,00 µl / 0,50 µl / 0,35 µl			
		200 µl ■	0,50 µl / 0,25 µl / 0,20 µl			
		100 µl ■	200 nl / 150 nl / 100 nl			
		50 µl ■	100 nl / 65 nl / 50 nl			
		20 µl ■	55 nl / 50 nl / 46 nl			
		10 µl ■	30 nl / 30 nl / 30 nl			
		2 µl ■	28 nl / 28 nl / 28 nl			
		25 000 µl ■	52 µl / 35 µl / 25 µl	Méthode gravimétrique Réf. I 310_LPS 4 déterminations en simple pesée	Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,1 mg	
		10 000 µl ■	25 µl / 21 µl / 12 µl			
		5 000 µl ■	13,5 µl / 8,0 µl / 4,0 µl			
		2 000 µl ■	6,0 µl / 4,0 µl / 3,0 µl			
		1 000 µl ■	2,4 µl / 1,4 µl / 1,0 µl			
		500 µl ■	1,20 µl / 0,70 µl / 0,50 µl			
		200 µl ■	0,60 µl / 0,35 µl / 0,25 µl			
		100 µl ■	230 nl / 190 nl / 130 nl			
		50 µl ■	130 nl / 100 nl / 80 nl			
		20 µl ■	65 nl / 60 nl / 60 nl			
		10 µl ■	35 nl / 35 nl / 35 nl			
		2 µl ■	30 nl / 30 nl / 30 nl			

■ valeur ponctuelle

MASSE ET VOLUME / VOLUME / Micropipette (0905)							
Objet	Caractéristique mesurée	Etendue de mesure	Meilleure incertitude d'étalonnage (nominal / 50% / 10%)	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation	
Pipettes à piston de type mono-canal (volume fixe et volume variable)	Volume	10 000 µl ■	24 µl / 19 µl / 10 µl	Méthode gravimétrique Réf. I 310_LPS 10 déterminations en simple pesée	Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,1 mg	Site	
		5 000 µl ■	12,0 µl / 6,0 µl / 3,0 µl		Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,01 mg		
		2 000 µl ■	6,0 µl / 3,0 µl / 2,0 µl		Méthode gravimétrique Réf. I 310_LPS 4 déterminations en simple pesée		Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,01 mg Balance de portée 5,1 g avec une résolution de 0,001 mg Balance de portée 20 g avec une résolution de 0,001 mg
		1 000 µl ■	2,00 µl / 0,75 µl / 0,70 µl				
		500 µl ■	1,00 µl / 0,50 µl / 0,35 µl				
		200 µl ■	0,50 µl / 0,25 µl / 0,20 µl				
		100 µl ■	200 nl / 150 nl / 100 nl				
		50 µl ■	100 nl / 65 nl / 50 nl				
		20 µl ■	55 nl / 50 nl / 46 nl				
		10 µl ■	30 nl / 30 nl / 30 nl				
		2 µl ■	28 nl / 28 nl / 28 nl				
		10 000 µl ■	25 µl / 21 µl / 12 µl	Méthode gravimétrique Réf. I 310_LPS 4 déterminations en simple pesée	Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,1 mg Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,01 mg Balance de portée 5,1 g avec une résolution de 0,001 mg Balance de portée 20 g avec une résolution de 0,001 mg		
		5 000 µl ■	13,5 µl / 8,0 µl / 4,0 µl				
		2 000 µl ■	6,0 µl / 4,0 µl / 3,0 µl				
		1 000 µl ■	2,4 µl / 1,4 µl / 1,0 µl				
		500 µl ■	1,20 µl / 0,70 µl / 0,50 µl				
		200 µl ■	0,60 µl / 0,35 µl / 0,25 µl				
		100 µl ■	230 nl / 190 nl / 130 nl				
		50 µl ■	130 nl / 100 nl / 80 nl				
		20 µl ■	65 nl / 60 nl / 60 nl				
		10 µl ■	35 nl / 35 nl / 35 nl				
		2 µl ■	30 nl / 30 nl / 30 nl				

■ valeur ponctuelle

MASSE ET VOLUME / VOLUME / Micropipette (0905)						
Objet	Caractéristique mesurée	Etendue de mesure	Meilleure incertitude d'étalonnage (nominal / 50% / 10%)	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Pipettes à piston multi-canaux (volume variable)	Volume	1500 µl ■	9,0 µl / 4,5 µl / 3,4 µl	Méthode gravimétrique Réf. I 310_LPS 10 déterminations en simple pesée	Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,01 mg	Laboratoire et Site
		300 µl ■	1,50 µl / 0,80 µl / 0,60 µl			
		100 µl ■	400 nl / 200 nl / 160 nl			
		50 µl ■	160 nl / 130 nl / 80 nl			
		10 µl ■	60 nl / 60 nl / 60 nl	Méthode gravimétrique Réf. I 310_LPS 4 déterminations en simple pesée	Balance de portée 5,1 g avec une résolution de 0,001 mg Balance de portée 20 g avec une résolution de 0,001 mg	
		1500 µl ■	9,0 µl / 6,0 µl / 4,5 µl			
		300 µl ■	1,80 µl / 1,00 µl / 0,80 µl			
		100 µl ■	400 nl / 240 nl / 200 nl			
		50 µl ■	200 nl / 180 nl / 150 nl			
		10 µl ■	80 nl / 80 nl / 80 nl			

■ valeur ponctuelle

MASSE ET VOLUME / VOLUME / Micropipette (0905)						
Objet	Caractéristique mesurée	Etendue de mesure	Meilleure incertitude d'étalonnage (nominal / 50% / 10%)	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Distributeurs répétitifs (instrument complet sans interchangeabilité de la seringue)	Volume	10 000 µl ■	10,0 µl	Méthode gravimétrique Réf. I 310_LPS 10 déterminations en simple pesée	Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,1 mg	Laboratoire
		5 000 µl ■	3,2 µl		Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,01 mg	
		2 000 µl ■	1,5 µl			
		1 000 µl ■	1,0 µl		Balance de portée 5,1 g avec une résolution de 0,001 mg	
		500 µl ■	0,60 µl			
		200 µl ■	0,30 µl			
		100 µl ■	120 nl		Balance de portée 20 g avec une résolution de 0,001 mg	
		40 µl ■	90 nl			
		20 µl ■	50 nl			
Mono distributeurs	Volume	50 ml ■	65 µl		Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,1 mg	
		25 ml ■	34 µl			
		10 ml ■	17 µl			
		5 ml ■	10 µl			

■ valeur ponctuelle

MASSE ET VOLUME / VOLUME / Micropipette (0905)						
Objet	Caractéristique mesurée	Etendue de mesure	Meilleure incertitude d'étalonnage (nominal / 50% / 10%)	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Lieu de réalisation
Distributeurs répétitifs (instrument complet sans interchangeabilité de la seringue)	Volume	10 000 µl ■	10,0 µl	Méthode gravimétrique Réf. I 310_LPS 10 déterminations en simple pesée	Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,1 mg	Site
		5 000 µl ■	3,2 µl		Balance de portée 210 g avec une résolution de 0,01 mg	
		2 000 µl ■	1,5 µl			
		1 000 µl ■	1,0 µl			
		500 µl ■	0,60 µl			
		200 µl ■	0,30 µl			
		100 µl ■	120 nl			
		40 µl ■	90 nl			
		20 µl ■	50 nl			

■ valeur ponctuelle

CONDITIONS PARTICULIERES :

Pour les volumes ayant une valeur nominale intermédiaire aux valeurs citées dans le tableau, l'incertitude est celle du volume immédiatement supérieur.
 Dans le cas des instruments à volume variable, le volume le plus faible est la limite inférieure de la plage de volume ou 10% du volume nominal (la valeur la plus élevée des deux).
 Dans le cas des distributeurs à volume variable, l'incertitude du volume nominal s'applique à tous les volumes choisis à travers la gamme du distributeur.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr

Date de prise d'effet : **03/01/2018**

Date de fin de validité : **30/06/2020**

Le Responsable d'Accréditation Pilote
The Pilot Accreditation Manager

Anthony BARON

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1513 Rév. 9.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS

Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr