

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt der

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20, 37079 Göttingen

mit ihrem Kalibrierlaboratorium

Groner Siekanger 1, 37081 Göttingen

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005, Kalibrierungen in folgenden Bereichen durchzuführen:


Chemische Analysen, Referenzmaterialien
– Flüssigkeitsvolumen *)

*) auch Vor-Ort-Kalibrierung

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 23.11.2018 mit der Akkreditierungsnummer D-K-19398-03. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 3 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-K-19398-03-00**

Braunschweig, 23.11.2018


Im Auftrag Dr. Heike Manke
Abteilungsleiterin

Die Urkunde samt Urkundenanlage gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkks) zu entnehmen. <https://www.dakks.de/content/datenbank-akkreditierter-stellen>

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veröffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS). Ausgenommen davon ist die separate Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitätsbewertungsstelle in unveränderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die über den durch die DAkKS bestätigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemäß des Gesetzes über die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30). Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19398-03-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültig ab: 23.11.2018

Ausstellungsdatum: 23.11.2018

Urkundeninhaber:

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20, 37079 Göttingen

mit ihrem Kalibrierlaboratorium:

Groner Siekanger 1, 37081 Göttingen

Leiter:	Dipl.-Ing. (FH) Karin Diedrich
Stellvertreter:	Christoph Zingel Axel Hesse Sophia Küppers

Akkreditiert als Kalibrierlaboratorium seit: 28.11.2013

Kalibrierungen in den Bereichen:

Chemische Analysen, Referenzmaterialien
– **Flüssigkeitsvolumen** *)

*) auch Vor-Ort-Kalibrierung

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19398-03-00

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Messverfahren	kleinste angebbare Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Flüssigkeitsvolumen Volumenmessgeräte mit Luftpolster (Kolbenhubpipetten)	0,1 µL bis 1 µL	Gravimetrisches Verfahren DIN EN ISO 8655-6:2002	5,0 %	Die Messunsicherheit (MU) bezieht sich auf das Nennvolumen. Für das mittlere Prüfvolumen ist die angegebene MU mit 75 % und für das kleine Prüfvolumen mit 50 % zu multiplizieren.
	> 1 µL bis 10 µL		0,50 %	
	> 10 µL bis 100 µL		0,20 %	
	> 100 µL bis 10 mL		0,14 %	
Mehrkanal- Kolbenhubpipetten	2 µL bis 10 µL	DKD-R 8-1:2011	0,50 %	
	> 10 µL bis 100 µL		0,20 %	
	> 100 µL bis 1200 µL		0,14 %	
Mehrfachdispenser	> 1 µL bis 10 µL	Gravimetrisches Verfahren	0,25 %	Die MU bezieht sich auf das gewählte Volumen
	> 10 µL bis 100 µL	DIN EN ISO 8655-6:2002	0,15 %	
	> 100 µL bis 1200 µL	DKD-R 8-2:2018	0,10 %	
Einzelhubdispenser	10 mL bis 100 mL	Gravimetrisches Verfahren DIN EN ISO 8655-6:2002 DKD-R 8-1:2011	0,14 %	Die Messunsicherheit (MU) bezieht sich auf das Nennvolumen. Für das mittlere Prüfvolumen ist die angegebene MU mit 75 % und für das kleine Prüfvolumen mit 50 % zu multiplizieren.

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19398-03-00

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Messverfahren	kleinste angebbare Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Flüssigkeitsvolumen Volumenmessgeräte mit Luftpolster (Kolbenhubpipetten)	0,1 µL bis 1 µL	Gravimetrisches Verfahren DIN EN ISO 8655-6:2002	6,0 %	Die Messunsicherheit (MU) bezieht sich auf das Nennvolumen. Für das mittlere Prüfvolumen ist die angegebene MU mit 75 % und für das kleine Prüfvolumen mit 50 % zu multiplizieren.
	> 1 µL bis 10 µL		0,60 %	
	> 10 µL bis 100 µL		0,24 %	
	> 100 µL bis 10 mL		0,17 %	
Mehrkanal- Kolbenhubpipetten	2 µL bis 10 µL	DKD-R 8-1:2011	0,60 %	
	> 10 µL bis 100 µL		0,24 %	
	> 100 µL bis 1200 µL		0,17 %	
Mehrfachdispenser	> 1 µL bis 10 µL	Gravimetrisches Verfahren	0,30 %	Die MU bezieht sich auf das gewählte Volumen
	> 10 µL bis 100 µL	DIN EN ISO 8655-6:2002	0,18 %	
	> 100 µL bis 1200 µL	DKD-R 8-2:2018	0,12 %	
Einzelhubdispenser	10 mL bis 100 mL	Gravimetrisches Verfahren DIN EN ISO 8655-6:2002 DKD-R 8-1:2011	0,17 %	Die Messunsicherheit (MU) bezieht sich auf das Nennvolumen. Für das mittlere Prüfvolumen ist die angegebene MU mit 75 % und für das kleine Prüfvolumen mit 50 % zu multiplizieren.

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung
DKD-R	Richtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt
EN	Europäische Norm
ISO	International Organization for Standardization

¹⁾ Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAKKS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.