



Zertifikat

Certificate

über die Anerkennung eines Qualitätsmanagementsystems
on the approval of a quality system

Ausgestellt für:
Issued to: Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen

Rechtsbezug:
In accordance with: Mess- und Eichverordnung vom 11. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2010) in Verbindung mit Richtlinie 2014/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend die Bereitstellung nichtselbsttätiger Waagen auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 107)

Measures and Verification Ordinance dated 11 December 2014 (Federal Law Gazette I, p. 2010) in connection with Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 the adjustment of Law of the Member of the States of the provision of non automatic weight instruments in the market (OJ L 96, 29.3.2014, p 107)

Messgröße lt. MessEV § 1: : Masse
Measuring acc. to Measures and Verification Ordinance, section 1: Mass

Nr. der Bescheinigung: DE-AQ-MEN01 Revision 1
Certificate number:

Gültig bis: 30.05.2020
Valid until :

Anzahl der Seiten: 2
Number of pages:

Konformitätsbewertungstelle: 0111
Conformity Assessment Body:

Im Auftrag
By order

Hannover, 28.06.2017

Zertifizierer
Certifier

Michael Wohlthat