

Certificato N. IT17/0221

Il sistema di gestione per la qualità di

# SARTORIUS ITALY S.r.l.

Sede Principale:  
Via dell'Antella, 76/A - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Italia

Sede Secondaria:  
Via Torino, 3/5 - 20814 Varedo (MB) - Italia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

## ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015

Scopo della certificazione:

**Commercializzazione, installazione e assistenza tecnica post-vendita di sistemi e prodotti per pesatura, per la purificazione dell'acqua e per tecnologie di separazione per applicazioni di laboratorio e microbiologia, inclusa la commercializzazione e l'assistenza tecnica di apparecchiature per il dosaggio e la dispensazione di liquidi.**

**Settore EA: 18, 19, 29**

Questo certificato è valido dal 08/08/2018 fino al 24/07/2021.

La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.

Ricertificazione da eseguirsi entro il 24/07/2021.

Rev. 2. Certificata dal 26/05/2008 da altro organismo di certificazione.

Data inizio audit: 13/07/2018.

Data scadenza certificato precedente: 24/07/2018.

Autorizzato da  
Paola Santarelli



SGS ITALIA S.p.A.

Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Italy

t + 39 02 73 93 1 f +39 02 70 10 94 89 www.sgs.com

Pagina 1 di 1



ACCREDIA  
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 0015 A

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT e PTP, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL and PTP, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL and INSP



Il presente documento è emesso dalla Società ed è soggetto alle sue Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione accessibili all'indirizzo [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Si richiama l'attenzione sulle limitazioni di responsabilità, manleva e foro competente ivi stabiliti. L'autenticità di questo documento può essere verificata accedendo al sito <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Qualsiasi modifica non autorizzata, alterazione o falsificazione del contenuto o della forma del presente documento è illegale e i trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.



This is a translation of certificate N. IT17/0221

The quality management system of

# SARTORIUS ITALY S.r.l.

Head Office:  
Via dell'Antella, 76/A - 50012 Bagno a Ripoli (FI) - Italy

Subsidiary:  
Via Torino, 3/5 - 20814 Varedo (MB) - Italy

has been assessed and certified as meeting the requirements of

## ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015

For the following activities

**Sales, installation and service of systems and products for weighing technologies, water purification and separation technologies for laboratory and microbiology applications, including sales and service of liquid handling equipment.**

**EA Sector: 18, 19, 29**

This certificate is valid from 08/08/2018 until 24/07/2021 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.  
Re certification audit due before 24/07/2021.  
Issue 2. Certified since 26/05/2008 by another certification body.

The audit leading to this certificate commenced on 13/07/2018.  
Previous issue certificate validity date was until 24/07/2018.

Authorized by  
Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.  
Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Italy  
t + 39 02 73 93 1 f +39 02 70 10 94 89 www.sgs.com

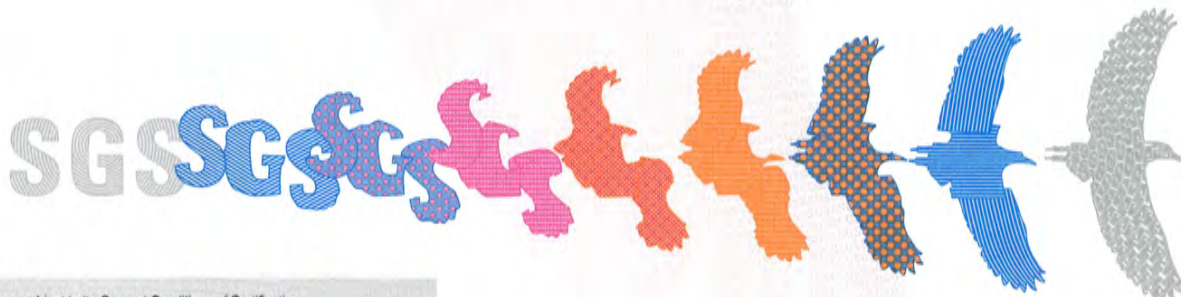
Page 1 of 1



SGQ N° 0015 A

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHG, LAB, LAT e PTP, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL and PTP, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL and INSP



This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Certification Services accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues established therein. The authenticity of this document may be verified at <http://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory>. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.