

Zertifikat DE20/819944998

Das Management-System von

SGS

# Sartorius Stedim Systems GmbH

Robert-Bosch-Str. 5-7, DE 34302 Guxhagen

wurde auditiert und hat den Nachweis erbracht, dass die Anforderungen folgender Norm erfüllt werden

**ISO 14001:2015**

Für die folgenden Tätigkeiten

Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Bioprozessanlagen für Zellkulturtechnik und -medien, Filtration, Fluid Management sowie Engineering von Teil- und Gesamtprozessen.

Dieses Zertifikat ist gültig vom 23 November 2023 bis 22 November 2026 und behält die Gültigkeit vorbehaltlich zufriedenstellender Überwachungsaudits.

Ausgabe 4. Zertifiziert seit dem 14 August 2023

Die Organisation ist zertifiziert seit dem 23 November 2020 und wurde durch die SGS unter SAS zertifiziert seit 14 August 2023.

*D. Willemin Jan Meemken*

Freigegeben durch

Daniel Willemin

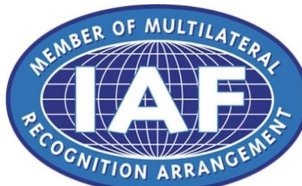
Freigegeben durch

Jan Meemken

SGS Société Générale de Surveillance SA

Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland

t +41 (0)44 445-16-80 - [www.sgs.com](http://www.sgs.com)



Dieses Dokument ist ein authentisches elektronisches Zertifikat, das nur für geschäftliche Zwecke des Kunden verwendet werden darf. Gedruckte Versionen des elektronischen Zertifikats sind zulässig und werden als Kopie betrachtet. Dieses Dokument wird von der Gesellschaft vorbehaltlich der Allgemeinen Bedingungen für Zertifizierungsdienstleistungen von SGS ausgestellt, die unter den [AGB von SGS](#) verfügbar sind. Es wird auf die darin enthaltenen Haftungsbeschränkungen, Entschädigungs- und Gerichtsstandsklauseln hingewiesen. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und jede unbefugte Änderung, Fälschung oder Verfälschung des Inhalts oder des Aussehens dieses Dokuments ist rechtswidrig.



This is a translation of the certificate DE20/819944998

The management system of

SGS

# Sartorius Stedim Systems GmbH

Robert-Bosch-Str. 5-7, DE 34302 Guxhagen

has been assessed and certified as meeting the requirements of

**ISO 14001:2015**

For the following activities

Development, Production, Distribution and Service of Bioprocess Equipment for Cell culture technology and media, Filtration, Fluid Management as well as Engineering of sub- and overall processes.

This certificate is valid from 23 November 2023 until 22 November 2026 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Issue 4. Certified since 14 August 2023

Organization certified since 23 November 2020 and first certified by SGS under SAS since 14 August 2023.

*D. Willemin Jan Meemken*

Authorised by  
Daniel Willemin

Authorised by  
Jan Meemken

SGS Société Générale de Surveillance SA  
Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland  
t +41 (0)44 445-16-80 - [www.sgs.com](http://www.sgs.com)



This document is an authentic electronic certificate for Client' business purposes use only. Printed version of the electronic certificate are permitted and will be considered as a copy. This document is issued by the Company subject to SGS General Conditions of certification services available on [Terms and Conditions](#) | [SGS](#). Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdictional clauses contained therein. This document is copyright protected and any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful.

