

arium®-Qualitätssicherungs-Zertifikat arium®-Quality Assurance Certificate



Dieses Produkt wird hergestellt und vertrieben in Übereinstimmung mit einem Qualitätsmanagement-System, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Das arium® Gerät wurde getestet auf:

Dichtigkeit
Durchfluß
Produktwasserqualität

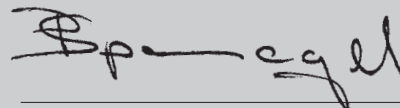
Das arium® Gerät hat die technische Endabnahme (F.A.T.), die der strengen Sartorius Qualitätskontrolle unterliegt, bestanden.

This product is produced and distributed according to a Quality Management System that is certified for compliance with ISO 9001.

This arium® device has been tested for:

Leakage
Flow rate
Product water quality

The arium® has passed the Factory Acceptance Test (F.A.T.), which meets Sartorius stringent quality control standards.



Patricia Spannagel
Quality Manager



Manufactured by
Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germany
www.sartorius.com