



## Service & Support Package

BioPAT® MFCS 4

### Vorteile

- Effiziente technische Unterstützung und Fehlersuche
- Schnelle Antwort
- Zuverlässige Systemleistung



### Produktinformation

Sartorius ist stolz auf die Qualität und Zuverlässigkeit unserer BioPAT® MFCS Software. Wie alle professionellen Softwarelösungen sind spezielle Dienstleistungen erforderlich, um eine effiziente Leistung langfristig zu gewährleisten. Aus diesem Grund freuen wir uns, Ihnen unser umfassendes Service & Support Angebot vorzustellen zu können. Maximieren Sie die Leistung Ihrer BioPAT® MFCS Software und kontaktieren Sie unser Service-Team heute!

Ihr Ein-Jahres-Service & Support Package enthält alle der folgenden Möglichkeiten:

- Direktkontakt zum Service-Team per E-Mail mit rechtzeitiger Antwort per E-Mail oder Telefon
- Remote-Desktop-Unterstützung
- Downloads von Produkt-Updates
- Downloads von Sicherheits-Updates
- Zugang zum freien Webinar Training
- Newsletter mit Informationen zu weiteren Modulen BioPAT® MFCS
- Optionen Ihr Service & Support Package zu verlängern

Ihr direkter Zugang zu unserem Service Team:  
[mfcs.service@sartorius.com](mailto:mfcs.service@sartorius.com)



Learn more about BioPAT® MFCS:  
◀ [www.sartorius-stedim.com/biopatmfcs](http://www.sartorius-stedim.com/biopatmfcs)

Sartorius Stedim Biotech GmbH  
August-Spindler-Strasse 11  
37079 Goettingen, Germany

Phone +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.3289  
[www.sartorius-stedim.com](http://www.sartorius-stedim.com)

USA Toll-Free +1.800.368.7178  
Argentina +54.11.4721.0505  
Brazil +55.11.4362.8900  
Mexico +52.55.5562.1102  
UK +44.1372.737159  
France +33.442.845600  
Italy +39.055.63.40.41  
Spain +34.913.586.098  
Russian Federation +7.812.327.53.27  
Japan +81.3.4331.4300  
China +86.21.6878.2300

Specifications subject to change without notice.  
Copyright Sartorius Stedim Biotech GmbH. Printed  
in the EU on paper bleached without chlorine.  
Publication No.: SBI2041-d170902  
Order No.: 85037-554-56  
Ver. 09 | 2017