



Service & Support Package

BioPAT® MFCS 4

优点

- 高效的技术支持和故障解决
- 快速响应
- 可靠的系统性能



产品信息

Sartorius 对其 BioPAT® MFCS 软件的品质和可靠性非常自豪。跟所有专业软件一样，为确保长时间的高效运行，需要专注的服务。这就是我们乐意为您提供全面和免除顾虑的服务和支持包的原因。这可以将 BioPAT® MFCS 软件性能最大化，请立即联系我们的服务团队吧！

您的一年期服务和支持包涵盖以下内容：

- 通过电子邮件直接联系我们的服务团队，获得电子邮件或电话的及时响应
- 远程桌面协助
- 下载产品更新
- 下载安全更新
- 参加免费的网络培训研讨会
- 关于后续 BioPAT® MFCS 模块的信息更新的时事通讯
- 服务和支持包的扩展选项

请直接访问我们服务团队的相关链接：

mfcs.service@sartorius.com



Learn more about BioPAT® MFCS:
◀ 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

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.: SBI2041av170902
Order No.: 85037-554-59
Ver. 09 | 2017