



Service & Support Package

BioPAT® MFCS 4

Beneficios

- Soporte técnico eficiente y solución de problemas
- Respuesta rápida
- Rendimiento confiable del sistema



Información del Producto

Sartorius se enorgullece de la calidad y confiabilidad de su software BioPAT® MFCS. Al igual que todo software profesional, se requieren servicios especializados para asegurar un rendimiento más eficiente a largo plazo. Esta es la razón por la que nos complace ofrecerle nuestro amplio paquete de soporte y servicios sin preocupaciones ¡Maximice el rendimiento de su software BioPAT® MFCS y contacte con nuestro equipo de servicios hoy!

Su paquete de soporte y servicios por un año incluye todo lo siguiente:

- Acceso directo a nuestro equipo de servicios por email con respuesta rápida por email o por teléfono
- Asistencia de escritorio remoto
- Descargas de actualizaciones del producto
- Descargas de actualizaciones de seguridad
- Acceso a webinars de entrenamiento gratuitos
- Newsletters con información actualizada sobre los próximos módulos BioPAT® MFCS
- Opciones para ampliar su paquete de soporte y servicio

Lien direct vers notre équipe de service technique :
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.: SBI2041-s170902
Order No.: 85037-554-58
Ver. 09 | 2017