



Service & Support Package

BioPAT® MFCS 4

Avantages

- Support technique et dépannage efficaces
- Réponse rapide
- Système performant et fiable



Informations sur le produit

Sartorius est fier de la qualité et de la fiabilité de son logiciel BioPAT® MFCS. Comme tous les logiciels professionnels, il requiert toutefois des services dédiés destinés à garantir l'efficacité des performances à long terme. Voilà pourquoi nous sommes heureux de vous proposer notre Service & Support Package, un pack de service complet et fiable. Pour optimiser les performances de votre logiciel BioPAT® MFCS, contactez notre équipe de service technique dès aujourd'hui !

Notre Service & Support Package d'un an offre tous les avantages suivants :

- Accès direct à notre équipe de service technique par e-mail avec réponse rapide par e-mail ou par téléphone
- Assistance bureau à distance
- Téléchargement des mises à jour du produit
- Téléchargement des mises à jour de sécurité
- Accès à des webinaires de formation gratuits
- Newsletters avec des informations mises à jour sur les prochains modules BioPAT® MFCS
- Options pour compléter votre Service & Support Package

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-f170902
Order No.: 85037-554-60
Ver. 09 | 2017