



BioPAT® MFCS

生物工艺过程数据管理新
标准

Simplifying Progress

SARTORIUS

专为工艺开发 — 为您量身定制！

BioPAT® MFCS 能够让您将新标准集成于生物工艺数据管理和自动化之中。有效的数据采集和趋势监控以及先进的配方控制使得MFCS软件无论在一次性还是可重复使用设备中都可以有效地控制上下游工艺。新的MFCS软件基于自1986年来累积的宝贵经验为客户提供了稳定工艺的良好解决方案。

清晰的结构和设计

体验 BioPAT® MFCS 引人注目的现代软件设计。直观的工作流程便于您开展日常工作，绝佳的简便导航能够快速访问所有与工艺相关的信息。

先进和兼容技术

BioPAT® MFCS 兼容最新的现有硬件和软件。快速采集您的数据并安全储存在可检索 SQL 数据库内。您将受益于高性能、可扩展性以及高利用率。

Sartorius 的服务和支持

Sartorius 服务部将帮助您充分利用您的新 BioPAT® MFCS。电子邮件的广泛支持以及能够下载配有最新功能的最新版本，将确保运行可靠、处理简便。

新的BioPAT® MFCS 4.9版本增加了什么新的内容呢？

- **用户管理：**
通过域连接和灵活的权限配置实现集中式用户管理
- **SIMCA® 和 SIMCA®-online:**
连接性：有利于进行在线MVDA (多变量分析) 的专用连接器 (SIM API)
- **支持32个工艺单元连接**
- **客户定制化的配方功能：**
通过赛多利斯BioPAT®MFCS工程师团队的专业知识为客户提供的完全定制的配方模块
- **批次信息导入**
将BioPAT® MFCS/win 3.1的批次信息十分便捷的就能导入到BioPAT® MFCS 4.9当中



1: 直观的导航

得以轻松的进入BioPAT® MFCS的所有主要操作界面。

2: 连通性

通过 OPC 集成 PAT 传感器和分析仪, 以增强工艺知识。

3: 快速概览

在最多 32 台 Units 之间快速切换并概览所有相关信息。

4: 计算功能

计算模块可以提供重要的过程参数和间接测量参数的计算功能。

5: 聚焦实质

使用滑动时间条正确聚焦快速、明确的数据检查。

6: 强化的图形化分析模块

同时监视12个过程变量的实时数据, 有利于批次分析。

7: 开拓视野的界面

使用多监测访问功能提高您的生产效率。

8: 集中存储

在样本数据模块可以输入离线测量的参数数据。

9: 过程安全

让报警管理系统处理过程限制。

10: 数据完整性和安全性

快速、功能强大的可检索SQL 数据库的优质数据采集。

将先进的过程策略转化为现实

特点

- 直观的图形引导配置
- 拖放操作和分阶段进行
- 顺序、并行和重复执行阶段
- 依赖状态和时间的过渡过程
- 设定点、进料配置或定时器的预定义阶段类型

优点

- 改进了批次间的一致性
- 降低错误风险
- 最大限度减少批次数量
- 自动处理以便腾出操作员的时间
- 符合 ANSI-88 标准的自动化

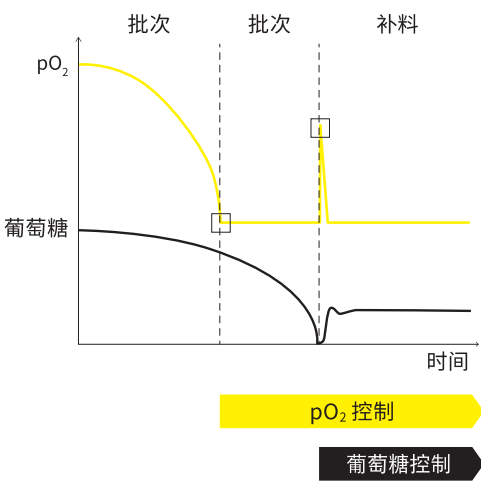
应用示例

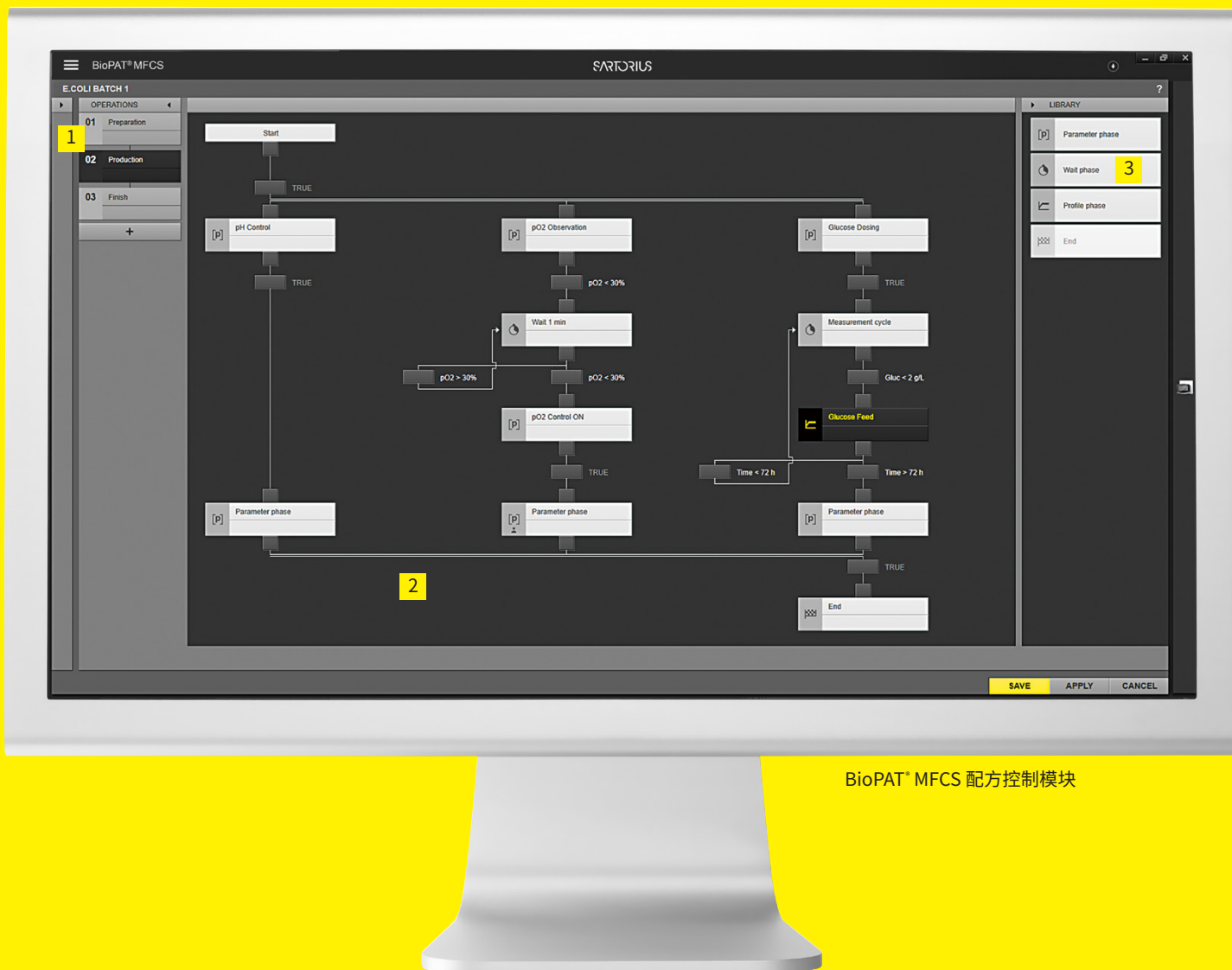
- 基于事件的控制回路激活
- 自动批量末端检测, 例如, 基于 pO_2 | 废气测量
- 针对补料过程实施先进进料策略
- 使用预定义的灌注配方控制复杂的灌注过程

BioPAT® MFCS的定制化配方与灌注配方

建立配方是一个复杂且耗时的任务, 需要经验丰富的使用者。赛多利斯专业的 BioPAT® MFCS 工程师团队会帮您完成这份工作, 提供预定义好的灌注配方或者完全定制化的配方。

过程阶段之间的自动切换





BioPAT® MFCS 配方控制模块

1: 易于配置

立即开始实施您的过程策略。

2: 直观使用

清洗的工作流程, 实现最大的生产力。

3: 快速访问

预定义的功能恰好位于您需要的地方。

扩展 BioPAT® MFCS 的可能性



配方控制模块

符合 ANSI-88 标准的批量控制, 能实现稳定的过程自动化



OPC UA 客户端模块

与 Biobrain® 设备或附加设备如 BioPAT® Trace, BioPAT® Xgas 连接



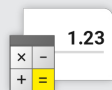
样品数据模块

集成并管理离线样本数据



OPC 服务器模块

将 BioPAT® MFCS 的过程数据和报警与您的历史数据库或者 MES 系统相连接 (如: SIM API)



计算模块

创建软传感器, 通过计算的方式将直接测试的参数转化成非直接测量的参数。如: OUR, RQ



用户管理功能

通过域连接和灵活的权限配置实现集中式用户管理



多用户选项

同时监控并控制多达 30 台 BioPAT® MFCS 客户端的进程 (支持 RDP)

SIMCA® 和 SIMCA®-online:

专门的实时多变量分析 MVDA 连接器 (SIM API)

最低系统配置要求 (单机安装)

服务器和客户端独立安装
4 核 2.5 GHz 处理器
8 GB 内存 (RAM)
支持 DirectX 10 显卡 (1 GB 显存)
网卡 (1 Gbit)
50 GB 硬盘空间
15.6 英寸显示器 (1366 × 768)

多用户安装

客户端
4 核 2.5 GHz 处理器
4 GB 内存 (RAM)
支持 DirectX 10 显卡 (1 GB 显存)
网卡 (1 Gbit)
50 GB 硬盘空间
15.6 英寸显示器 (1366 × 768)

服务器端
8 核 2.5 GHz 处理器
16 GB 内存 (RAM) +
2GB / 终端服务器
存)网卡 (1 Gbit)
250 GB 硬盘空间
配备硬件冗功能 RAID 1 或 5

支持操作系统 (64 位)

Windows® 8.1 Enterprise,
Pro & University*
Windows® 10 Enterprise,
Pro & University*
Windows® Server 2016 | 2019

* 不支持LTSC/LTSB的主版本和Microsoft不再支持的版本。

所支持的虚拟环境

VMware® Workstation
Hyper-V®

订购信息

软件	
BioPAT® MFCS 4	软件

BioPAT® MFCS 4 附加的软件模块和选项

配方控制模块
OPC 客户端模块
增加OPC 服务器模块
样品数据模块
计算模块
图表模块
多用户管理选项 (小规模和大规模)
用户管理模块
Microsoft® SQL Server 2019 Standard Runtime (Server, 64-bit) University

BioPAT® MFCS 4 服务和灌注配方服务

灌注配方解决方案
定制化配方 (简单, 中等和复杂版本)

BioPAT® MFCS 最多可用于 32个单元。
请联系您的当地销售代表获取关于许可 1 台以上 Unit的信息。

可使用即将推出的模块升级
即将推出其他模块 (如 21 CFR Part 11 模块), 使 BioPAT® MFCS 能适应您的独特过程要求。



了解关于 BioPAT® MFCS 的更多信息并下载演示版。
了解有关最新产品和安全更新的最新信息, 并访问
BioPAT® MFCS 网站了解更多信息。

并访问BioPAT® MFCS 网站:
www.sartorius.com/biopatmfcs

Germany

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Goettingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Stedim North America Inc.
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Toll-Free +1 800 368 7178

 For further contacts, visit
www.sartorius.com