

Sartorius OPC-Server

Die großzügige Einladung*
zur Verwendung von Sartorius
Wägetechnik in über-
geordneten EDV-Strukturen.

* Besuchen Sie unsere Website
www.sartorius.de/opc-server
Dort finden Sie Ihre persönliche Downloadversion
zum unverbindlichen Testen.

Globalisierung, gesetzliche Richtlinien (FPV, FDA...), Auflagen (Lebensmittelverordnung, GMP, GLP) und Standards (IFS, BRC, HACCP) ziehen umfassende Qualitätskontrollen und regelmäßige lückenlose Aufzeichnungen nach sich. Ohne eine umfassende Vernetzung der Betriebsmittel und der Software ist es kaum möglich alle Informationen in die unternehmenseigene EDV-Landschaft zu integrieren und sie so aufzubereiten, dass sie den jeweiligen Programmen zur Verfügung stehen. Sartorius bietet nun den OPC-Server für xBPI Waagen – eine standardisierte Schnittstelle für den einfachen Anschluss von Sartorius-Waagen. Damit werden Schnittstellenmodule, Komponenten und Protokolle für die Sartorius Messgeräte vereinheitlicht.

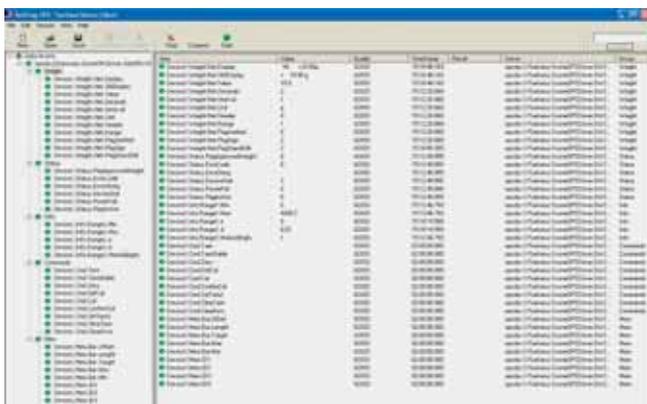
Auf Standards setzen

Der OPC-Server (OLE for Process Control) stellt die Brücke zwischen Hardware (Sartorius-Waagen) und Software dar. Damit lassen sich Prozess- und Laborgeräte über den OPC-Server einfach in die jeweilige Applikationssoftware einbinden. Der Anwender muss sich nicht mit einem spezifischen Protokoll auseinandersetzen, wenn er eine Waage in seine Software implementieren möchte. Die OPC-Schnittstelle liegt unterhalb des Anwendungsprogramms und ist vollständig durch die Software implementiert.

Anwender von Sartorius Prozess- und Laborgeräten können diese nun einfach, schnell und ohne große Programmierkenntnisse in ein Netzwerk einbinden und in Betrieb nehmen. Ein weiterer Vorteil: Mehrere Clients können gleichzeitig auf Prozessdaten zugreifen.

Sartorius OPC-Server

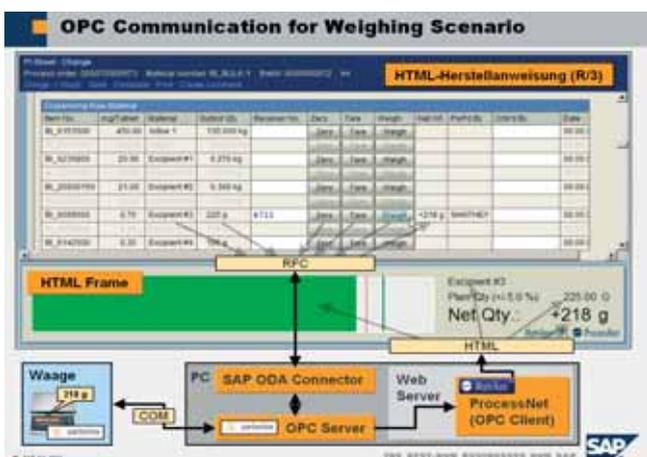
**62890PC | 62890PC-L –
Unsere Waagen in Ihrer Applikation?
Kein Problem.**



In der Softing Toolbox wird der umfangreiche Befehlsatz des OPC Servers sichtbar.



Sartorius OPCScale Beispielanwendung



Sartorius OPC-Server in SAP R/3 Wägemodul

- OPC-Server für alle Sartorius Labor- und Industriewaagen, die den xBPI Befehlsatz unterstützen
- Einfache Verwendung in fast allen heute gebräuchlichen Applikationsentwicklungs-Paketen. OPC (OLE for Process-control) ist die Standard Labor- und Prozessgeräteschnittstelle
- Anschluss über RS232C | RS485 P2P oder über Seriell | USB- bzw. Seriell | Ethernet Adapter
- Geeignet für Windows 2000 | XP®
- Wird geliefert mit Beispielapplikationen für einfachen Conformance-Test vor Verwendung in der eigentlichen Applikation

Voraussetzungen

- IBM- kompatibler PC
- CPU mind. 400 MHz
- Arbeitsspeicher mind. 256 MB
- Bildschirm mind. 800 x 600 Bildpunkte
- Betriebssystem Microsoft Windows 2000 oder XP
- Sartorius Waage der Baureihe ME, Master^{Pro} (LA), Combics, Factory (FB, FC, FD), isi Terminals, FCT-Indikatoren, IS-Digitalplattformen

Lieferumfang

- Lieferung per Software-download (hier bekommen Sie Ihre persönliche 30-Tage Testversion)...
- Sartorius OPC-Server xBPI
- Installations- | Bedienungsanleitung
- Webseite mit Zugriff auf Wägedaten als Beispielapplikation erstellt in JavaScript
- Optional: OPCScale Beispielapplikation erstellt in LabView 7.1 als Runtime Version – erfordert ein LabView 7.1 Runtime oder in einer umfangreichen Vollversion mit Runtime und Sources zur Verwendung in Ihrer Applikation (Dieses Modul stellen wir Ihnen unentgeltlich ohne Support zur Verfügung.)

Vorteile des Sartorius OPC-Servers

- Kurzfristige Bereitstellung über Download
- Schnelle Installation als Applikation oder Windows Service
- Einfache Benutzung in Applikationsentwicklungs-Software
- Unterstützt OPC-konforme Schnittstellen nach den Standards OPCDA und OPCMLDA
- Es können bis zu 10 Waagen konfiguriert werden und bis zu 3 Waagen gleichzeitig verwendet werden

Sartorius AG
Weender Landstraße 94–108
37075 Göttingen

Telefon 0551.308.0
Fax 0551.308.3289

www.sartorius.com