



OPC
Driver xBPI



Sartorius OPC Server

Il generoso invito* all'utilizzo della tecnica di pesatura di Sartorius nelle strutture EDP di livello superiore

* Visitate il nostro sito Web www.sartorius.de/opc-server
Qui è possibile trovare una versione di prova gratuita senza impegno.

Globalizzazione, direttive legali (regolamenti sul controllo dei preconfzionati, FDA), normative (legislazione sulla sicurezza dei prodotti alimentari, norme GMP, GLP) e standard (IFS, BRC, HACCP) esigono un controllo qualità totale e una documentazione continua, senza lacune. Senza un ampio ed efficiente collegamento in rete della strumentazione e del software è quasi impossibile integrare tutte le informazioni nell'ambiente EDP (elaborazione elettronica dei dati) di un'azienda ed elaborarle, affinché siano disponibili nei programmi specifici. Attualmente Sartorius offre OPC Server per bilance xBPI, un'interfaccia standardizzata per una facile connessione delle bilance Sartorius. Ciò consente di uniformare i moduli d'interfaccia, i componenti e i protocolli per gli strumenti di misura Sartorius.

Conformità agli standard

OPC Server (OLE per Controllo di Processo) costituisce il ponte tra l'hardware (bilance Sartorius) e il software. In questo modo, gli apparecchi industriali e di laboratorio sono facilmente integrabili nel software applicativo specifico dell'utente tramite OPC Server. Pertanto l'utente non deve occuparsi di un protocollo specifico, nel momento in cui desidera implementare nel suo software una bilancia. L'interfaccia OPC è subordinata al software applicativo ed è completamente implementata tramite il software.

Da ora in poi gli utenti degli apparecchi industriali e di laboratorio di Sartorius potranno implementare gli apparecchi in una rete e renderli operativi con la massima facilità e rapidità, anche senza possedere particolari conoscenze di programmazione. Un ulteriore vantaggio: più Client possono accedere simultaneamente ai dati di processo.

Sartorius OPC Server

62890PC | 62890PC-L –

Le nostre bilance nella vostra applicazione?
Nessun problema.

- OPC Server per tutte le bilance industriali e di laboratorio di Sartorius idonee al funzionamento xBPI.
- Facile utilizzo in quasi tutti i pacchetti di sviluppo delle applicazioni utilizzati attualmente. OPC (OLE per Controllo di Processo) è l'interfaccia standard per apparecchi industriali e di laboratorio.
- Collegamento tramite P2P RS232 | RS485 oppure tramite porta seriale | USB con adattatore seriale | Ethernet.
- Compatibile con Windows 2000 | XP®.
- Fornito con applicazioni d'esempio per facili test di conformità prima di utilizzarlo nell'applicazione effettiva.

Contenuti

- Download del software (fare clic qui per scaricare una versione di prova personale per 30 giorni)
- Sartorius OPC Server xBPI
- Istruzioni per l'installazione e l'uso
- Sito Web con accesso ai dati della bilancia come applicazione d'esempio creata in JavaScript
- Facoltativo: applicazione d'esempio OPCScale creata in LabView 7.1 come versione runtime. Per l'utilizzo nelle proprie applicazioni è necessario LabView 7.1 Runtime oppure una versione completa dell'applicazione con Runtime e codice sorgente.*

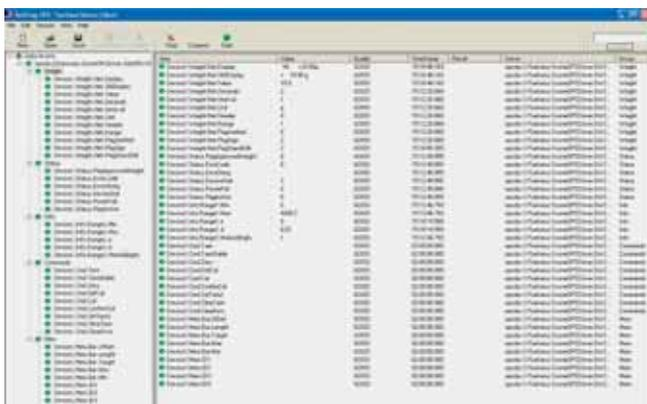
Pre-requisiti

- PC IBM compatibile
- CPU da 400 MHz minimo
- Memoria di lavoro almeno 256 MB
- Risoluzione dello schermo almeno 800 x 600
- Sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP®
- Bilancia Sartorius delle serie ME, MasterPro (LA), Combiacs, Factory (FB, FC, FD), terminali isi, indicatori FCT e piattaforme digitali IS.

*Questo modulo viene fornito gratuitamente senza supporto.

Vantaggi di Sartorius OPC Server

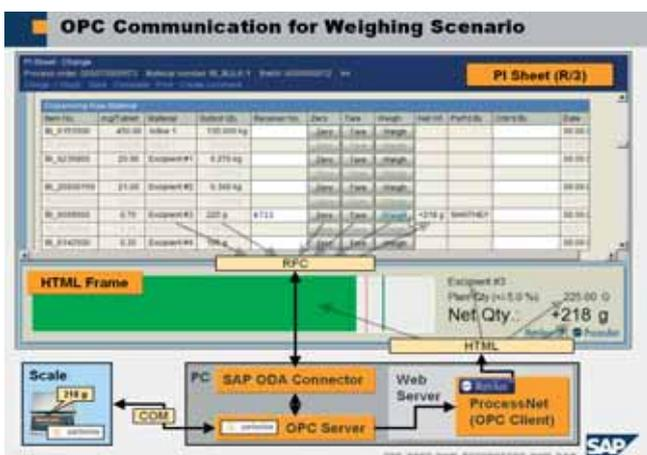
- Disponibile subito mediante download
- Installazione veloce come applicazione o servizio di Windows
- Facile utilizzo nei software di sviluppo delle applicazioni
- Supporta interfacce compatibili con OPC secondo gli standard OPCDA e OPCXMLDA
- È possibile configurare fino a 10 bilance e utilizzare un massimo di 3 bilance contemporaneamente



Nella casella degli strumenti Softing è possibile vedere l'intero set di comandi di OPC Server



Applicazione d'esempio Sartorius OPCScale



Sartorius OPC Server nel modulo di pesatura SAP R/3

Sartorius AG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen, Germania

Tel. +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

www.sartorius.com