

Informationen auf den Punkt gebracht

Das Softwaremodul Sartorius ProControl@Informer wertet Informationen flexibel und schnell aus

Sartorius AG
37070 Göttingen

Telefon 0551.308.3684
Fax 0551.308.3572
www.sartorius.com

Göttingen, 05.09.2008 – Die Industrie fordert heute mehr denn je vollständige Transparenz in allen Unternehmensbereichen. Insbesondere im Prozess- und Qualitätssicherungsbereich kommt es auf schnelle und klare Informationen an. Nur so lässt sich noch während der laufenden Produktion regelnd eingreifen. Gebraucht werden also Auswertungen und Datenpräsentationen, die auf den Punkt kommen.

Seit langem hat sich Sartorius ProControl für Windows (SPCfWin) in der Qualitätssicherung bewährt. Das QS-System erfasst Prozessdaten verschiedenster Qualitätsmerkmale in Stichproben mit Einzelwerten sowie in verdichteter Form von dynamischen Kontrollwaagen.

Das neue Softwaremodul Sartorius ProControl@Informer (SPCInformer) ist die Lösung zur flexiblen und schnellen Selektion und Auswertung aller Prozessdaten, die mit den aktuellen Sartorius Qualitätssicherungssystemen Sartorius ProControl für Windows und Sartorius ProControl@Inline erfasst werden. Das Auswertesystem lässt sich schnell und einfach anwenden und an die Wünsche der Bediener anpassen. Nutzern von Tabellenkalkulationen oder Datenbanksystemen gelingt die Bedienung in weiten Bereichen intuitiv, da z.B. Filter- und Sortierwerkzeuge bereits bekannt sind. Der SPCInformer kann auf dem selben PC installiert werden wie SPCfWin oder SPCInline aber auch auf einem beliebigen PC im Netzwerk, der Zugriff auf die SPCfWin und/oder SPCInline Datenbank hat.

Komplexe Informationen einfach aufbereitet

Entscheidend für den Anwender ist die einfache Bedienung von Sartorius ProControl@Informer. Von jedem Schritt kommt der Anwender problemlos einen Schritt zurück und kann somit sehr komfortabel an der Selektion, der Sortierung und der Darstellung feilen, bis die gewünschte Information vorliegt. Das spart Zeit und überflüssige Ausdrücke. Sogar die gemeinsame Auswertung von Daten aus unterschiedlichen SQL-Datenbanken beherrscht SPCInformer. Der einfach strukturierte und logische Aufbau von SPCInformer macht die Erstellung selbst von komplexen Daten-Analysen zur einfachen Anwendung und das in einem außergewöhnlichen Tempo. Ausgeklügelte Selektionsmöglichkeiten und die Datenpräsentation als Bericht in Ausdruck (oder exportiert als PDF oder nach MS-EXCEL) sorgen zudem dafür, dass die wesentlichen Informationen bereit gestellt werden und die Anwender somit schnell belastbare Daten für anstehende Entscheidungen bekommen.

Schnell zur richtigen Information

Das System ProControl@Informer für SPCfWin arbeitet in logisch aufeinanderfolgenden Bedienschritten: Zuerst wird die Art der Auswertung festgelegt. Dazu gehören Stichproben, Statistiken, Sonderauswertungen, aber auch besondere Maßnahmen und Kommentare. In Schritt zwei wird nach Zeitraum, Produktgruppe, Produkt, Maschine, Charge, Merkmalen u.v.m. selektiert. Ausgeklügelte Mehrfachauswahlmöglichkeiten und Windows-Wildcards ermöglichen hierbei größtmögliche Flexibilität. Eine getroffene Auswahl kann für die spätere Wiederverwendung als Vorlage gespeichert werden. Im dritten Schritt wird die Datenauswahl in Tabellenform gezeigt. Per Drag and Drop von Spaltenüberschriften kann an dieser Stelle die Gruppierung/Sortierung aktiv beeinflusst werden. Anschließend werden die Daten als Bericht präsentiert. Auch an dieser Stelle können Berichtslayouts als Vorlage für die spätere Wiederverwendung

gespeichert werden. In MS-EXCEL kann die Darstellung dann mit allen bekannten Gestaltungswerkzeugen dieser mächtigen Tabellenkalkulation modifiziert werden.

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter mit den Segmenten Biotechnologie und Mechatronik. Der Technologiekonzern erzielte im Jahr 2007 einen pro forma Umsatz von 622,7 Mio. Euro. Das 1870 gegründete Göttinger Unternehmen beschäftigt zur Zeit rund 4.500 Mitarbeiter. Das Segment Biotechnologie umfasst die Arbeitsschwerpunkte Fermentation, Filtration, Purification, Fluid Management und Labor. Im Segment Mechatronik werden insbesondere Geräte und Systeme der Wäge-, Mess- und Automationstechnik für Labor- und Industrieanwendungen hergestellt. Die wichtigsten Kunden von Sartorius stammen aus der pharmazeutischen, chemischen sowie der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie und aus zahlreichen Forschungs- und Bildungseinrichtungen des öffentlichen Sektors. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern.

Bildmaterial zur Presseinfo:



Abbildung: Das neue Softwaremodul Sartorius ProControl@Informer.

Kontakt: Dominic Grone | Elke Schild, Konzernkommunikation;
Sartorius Corporate Administration GmbH; 37070 Göttingen,
Tel: 0551/ 308-3684; Fax: 0551/ 308-3572;
E-mail: dominic.grone@sartorius.com; elke.schild@sartorius.com
<http://www.sartorius.com>; Presse-Service: <http://www.sartorius.de/index.php?id=75>