

## Des informations qui vont droit à l'essentiel

Le module logiciel Sartorius ProControl@Informer analyse les informations avec souplesse et rapidité

Sartorius AG  
37070 Goettingen, Allemagne

Téléphone : +49.551.308.3684  
Télécopie : +49.551.308.3572  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Goettingen, 05.09.2008 – De nos jours, tous les secteurs des entreprises exigent plus que jamais une transparence totale. Notamment dans les secteurs des processus et de l'assurance qualité, il est primordial d'avoir accès rapidement à des informations claires afin de pouvoir intervenir au mieux pendant la production. Il est donc nécessaire de disposer d'analyses et de présentations des données qui vont droit à l'essentiel.

Depuis longtemps, Sartorius ProControl pour Windows (SPCfWin) a fait ses preuves dans l'assurance qualité. Grâce à des échantillonnages fournissant des valeurs individuelles ainsi que des analyses condensées, ce système d'assurance qualité permet en effet d'enregistrer les données de processus des caractéristiques de qualité les plus diverses provenant de trieuses pondérales dynamiques.

Le nouveau module logiciel Sartorius ProControl@Informer (SPCInformer) est la solution idéale pour sélectionner et analyser avec souplesse et rapidité toutes les données de processus qui sont enregistrées avec les systèmes d'assurance qualité actuels Sartorius ProControl pour Windows et Sartorius ProControl@Inline. Le système d'analyse est facile et rapide à utiliser et peut être adapté sans problèmes aux besoins des opérateurs. Pour les utilisateurs de tableurs ou de systèmes de bases de données connaissant par exemple déjà les outils de filtrage et de tri, l'utilisation se déroule de manière intuitive à de nombreux niveaux. Le SPCInformer peut être installé sur le même ordinateur que SPCfWin ou que

SPCInline, mais également sur n'importe quel autre PC du réseau ayant accès à la base de données SPCfWin et/ou SPCInline.

## **Accès facile à des informations complexes**

La simplicité d'utilisation de Sartorius ProControl@Informer constitue un atout décisif pour l'utilisateur. Quelle que soit la phase du programme dans laquelle il se trouve, l'utilisateur peut retourner sans problème à la phase précédente pour améliorer la sélection, le tri et la représentation jusqu'à l'obtention des informations souhaitées. Cela représente un gain de temps non négligeable et évite d'imprimer des données superflues. SPCInformer maîtrise même l'analyse commune de données provenant de différentes bases de données SQL.

Grâce à sa structure claire et logique, SPCInformer facilite et accélère la création d'analyses même complexes. Les options de sélection intelligentes et la présentation des données sous forme de rapport imprimé ou exporté au format PDF ou vers MS-EXCEL permettent en outre de disposer des informations essentielles et d'obtenir rapidement des données fiables permettant de prendre les bonnes décisions au cours du processus.

## **Accès rapide aux bonnes informations**

Le système ProControl@Informer pour SPCfWin fonctionne selon différentes étapes se succédant dans un ordre logique. L'utilisateur doit d'abord définir le type d'analyse, par exemple des échantillonnages, des statistiques, des analyses spéciales, mais également des mesures et des commentaires particuliers. La seconde étape permet de sélectionner la période, le groupe de produits, le produit, la machine, le lot, les caractéristiques, etc. Des options intelligentes de sélection multiple et des caractères génériques Windows permettent de travailler avec une souplesse optimale. Chaque sélection peut être enregistrée comme modèle pour une utilisation ultérieure. La troisième étape permet d'afficher la

sélection de données sous forme de tableau. Le regroupement|le tri peuvent être activés par glisser-déposer (Drag and Drop) sur les en-têtes de colonnes. Les données sont ensuite présentées sous forme de rapport. Au cours de cette étape, des layouts de rapports peuvent également être enregistrés pour une utilisation ultérieure. Tous les outils de configuration de MS-EXCEL permettent de modifier l'affichage des données.

## **Profil de Sartorius**

Le Groupe Sartorius est l'un des principaux fournisseurs internationaux de technologies de processus et de laboratoire dans les segments biotechnologie et mécatronique. Le Groupe technologique réalisa en 2007 un chiffre d'affaires pro forma de 622,7 millions d'euros.

L'entreprise de Göttingen fondée en 1870 emploie à l'heure actuelle quelque 4500 personnes. Le segment de la biotechnologie se concentre pour l'essentiel sur les domaines de la fermentation, de la filtration, de la purification, du traitement des fluides et des technologies de laboratoire. Le segment de la mécatronique produit principalement des appareils et des systèmes de pesée, de mesure et d'automatisation pour les applications industrielles et de laboratoire.

Les principaux clients de Sartorius sont issus de l'industrie pharmaceutique, chimique et agroalimentaire mais aussi de nombreux organismes et instituts de recherche et d'enseignement du secteur public. Sartorius possède des sites de production en Europe, en Asie et en Amérique ainsi que des sociétés de distribution et des représentations commerciales dans plus de 110 pays.



Photo pour le communiqué de presse:



**Photo:** Le nouveau module logiciel Sartorius ProControl@Informer.

---

**Contact:**

Dominic Grone | Elke Schild, Communication de l'entreprise;  
Sartorius Corporate Administration GmbH; 37070 Goettingen, Allemagne  
Tél.: +49.551/ 308-3684; Télécopie: +49.551/ 308-3572;  
E-mail: [dominic.grone@sartorius.com](mailto:dominic.grone@sartorius.com); [elke.schild@sartorius.com](mailto:elke.schild@sartorius.com)  
<http://www.sartorius.com>; Service de presse:  
<http://www.sartorius.com/index.php?id=1036>