

Nueva versión del software ProControl@Inline de Sartorius

Todo bajo control: Cumplimiento de requisitos legales, seguimiento de lotes y eficiencia en la producción

Sartorius AG
37070 Göttingen,
Alemania

Teléfono 0551.308.3684
Fax 0551.308.3572
www.sartorius.com

Göttingen, 16.12.2008 – "Procesos transparentes" es concepto muy importante en la producción industrial. Sobre todo en la industria alimentaria, los elevados requisitos obligan a una continua supervisión y documentación de todos los criterios de control críticos y de los dispositivos correspondientes. Las técnicas de pesaje y los detectores de metales proporcionan una parte importante de los datos necesarios para este fin. A pesar de ello, muchas empresas de los sectores alimentario, de bebidas, cosmético, tabacalero, farmacéutico y químico aún no han completado la interconexión total de sus sistemas, especialmente en los casos de dispositivos individuales que no se encuentran directamente en la cadena de producción.

La nueva versión del software ProControl@Inline (SPCInline) de Sartorius permite conectar tanto dispositivos de pesaje como detectores de metales a redes informáticas y coordinarlos centralmente. Esto no sólo permite visualizar la información de las balanzas de control múltiples ordenadores de supervisión de los departamentos de control de calidad y de dirección de producción, sino también representar los datos relevantes procedentes de los detectores de metales. Así, el usuario recibe directamente la información sobre cualquier problema de proceso en la balanza de control, mensajes sobre impurezas metálicas, ajustes y disponibilidad de los dispositivos, e incluso puede asumir el control si la situación lo requiere. Todo ello también puede realizarse sin perjuicio de la movilidad: Por medio de programas de correo electrónico (para equipos PC, XDA o PDA), los responsables también pueden ver los posibles mensajes de error y demás datos en sus pantallas.

La interconexión en red a través de SPCInline permite controlar de forma directa y centralizada todos los lotes que se están produciendo, desde uno o varios PC situados en control de calidad y/o dirección de la producción. Además, todos los datos capturados se almacenan durante de un período prolongado.

Cumplimiento de los requisitos legales

Tanto datos individuales como estadísticos: toda la información se guarda de forma segura y flexible para intercambiarla con el software empresarial. Con la nueva versión SPCInline se puede cumplir todos los requisitos legales de la directiva de productos preenvasados, pero también las normativas IFS / HACCP / BRC. Esto es particularmente interesante para empresas proveedoras de minoristas.

El software es fácil de instalar. El sistema se ha creado con las más modernas herramientas de programación de bases de bases de datos SQL de Microsoft. La ayuda en línea y las pistas de las herramientas aceleran el proceso de familiarización y aprendizaje de la aplicación, así como su posterior uso seguro. Los usuarios de balanzas de control se sienten cómodos rápidamente, ya que la funcionalidad de la balanza aparece reproducida en el PC de, por ejemplo, la oficina de control de calidad.

Conclusión

Con el nuevo software SPCInline, el usuario tiene bajo control parámetros importantes para garantizar la calidad, como el peso, el cumplimiento de la directiva de productos preenvasados, posibles impurezas metálicas y supervisión de equipos. El sistema también proporciona información directa sobre cantidades de piezas procesadas y descartadas. Esto no sólo permite efectuar un seguimiento preciso de cada lote, sino además controlar manualmente el proceso. El almacenamiento a largo plazo de las estadísticas facilita el cumplimiento de los requisitos legales.

Breve presentación de Sartorius

El consorcio Sartorius es una empresa internacional altamente innovativa y orientada al cliente que ha alcanzado renombre internacional como proveedor de tecnologías de laboratorio y de procesos especializado en las áreas de biotecnología y mecatrónica. La empresa, que fue fundada en Goettingen, Alemania, en 1870, tiene actualmente más de 4,500 empleados y en 2007 alcanzó una cifra de negocios de 622.7 millones de euros. El segmento de Biotecnología se centra en las áreas de fermentación, filtración, purificación, tratamiento de fluidos y tecnologías de laboratorio. El segmento de Mecatrónica abarca sobre todo aparatos y sistemas de las tecnologías de pesaje, medición y automatización para aplicaciones industriales y de laboratorio.

Su peritaje tecnológico, la alta calidad de sus productos y servicios y su presencia en todo el mundo lo han convertido a Sartorius en el proveedor preferido de las industrias farmacéutica, biotecnológica, alimentaria y de bebidas, así como de numerosas instituciones de investigación y centros de enseñanza del sector público. Sartorius tiene plantas de producción propias en Europa, Asia y América, así como oficinas y representantes locales en más de 110 países.

Foto para la información de prensa:



Ilustración: Con la nueva versión SPCInLine, todo bajo control.

Contacto: Dominic Grone | Elke Schild, Dirección de comunicación del consorcio;
Sartorius Corporate Administration GmbH; 37070 Göttingen (Alemania);

Tel: +49-551-308-3684; Fax: +49-551-308-3572;

Correo electrónico: dominic.grone@sartorius.com; elke.schild@sartorius.com

<http://www.sartorius.com>; Servicio de Prensa: <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>