

Nieuwe versie van de software Sartorius ProControl@Inline

Sartorius AG
D-37070 Göttingen

Alles onder controle: naleving van wettelijke richtlijnen, volgen van charges en efficiënte productie

Telefoon +49(0)551.308.3684
Fax +49(0)551.308.3572
www.sartorius.com

Göttingen, 16-12-2008 – Transparante processen zijn belangrijk in de industriële productie. Vooral in de levensmiddelenindustrie eisen verscherpte voorschriften dat alle kritische controlepunten en de bijbehorende apparaten volledig bewaakt en gedocumenteerd worden. Weegtechniek en metaaldetectors leveren een belangrijk deel van de hiervoor benodigde gegevens. Desondanks zijn weegtechniek en metaaldetectors in veel bedrijven uit de levensmiddelen-, dranken-, tabaks-, cosmetische, farmaceutische en chemische industrie nog niet volledig geïntegreerd, vooral als het gaat om losse apparaten die niet direct deel uitmaken van de productielijn.

Met de nieuwe versie van de Sartorius software ProControl@Inline (SPCInline) kunnen nu zowel weegapparaten als metaaldetectors op de computernetwerken aangesloten en centraal gecoördineerd worden. Hierdoor kan niet alleen informatie van de controleweegschalen op een of meerdere bewakingscomputers op de afdeling Kwaliteitsborging en/of van de productieleiding gevisualiseerd, maar kunnen ook de relevante gegevens van de metaaldetectors weergegeven worden. Zo worden gebruikers onmiddellijk over eventuele procesproblemen op de controleweegschaal, over meldingen met betrekking tot metaalverontreinigingen of instellingen en over de beschikbaarheid van de apparaten geïnformeerd en kunnen ze indien nodig sturend ingrijpen. Dit kan ook mobiel gebeuren: via e-mail-clients (PC, XDA, PDA) kunnen leidinggevendenden ook onderweg eventuele foutmeldingen en overige informatie bekijken.

Met de koppeling door SPCInline is een directe, centrale besturing en bewaking van alle lopende charges op een of meerdere computers op de afdeling Kwaliteitsborging en/of op de productieafdeling mogelijk. Alle geregistreerde gegevens worden bovendien langdurig opgeslagen.

Naleving van de wettelijke richtlijnen

Of het nu om één enkele waarde of om statistische gegevens gaat – alle informatie wordt veilig en flexibel opgeslagen voor de uitwisseling met de bedrijfssoftware.

Met de nieuwe versie SPCInline wordt aan alle wettelijke richtlijnen inzake de verordening betreffende voorverpakte producten en ten aanzien van IFS / HACCP / BRC voldaan. Dit is zeer interessant voor de bedrijven die aan detailhandelsketens leveren.

De software kan eenvoudig geïnstalleerd worden. Het systeem is met behulp van de nieuwste programmeertools op basis van MS SQL databases gemaakt. Dankzij de online help en tooltips met gebruikersinterface in Windows-stijl kunnen gebruikers zich snel inwerken en is een veilig gebruik mogelijk. Gebruikers van de controleweegschalen kunnen meteen aan de slag, omdat de functionaliteit van de weegschaal bijvoorbeeld op de computers op de afdeling Kwaliteitsborging voorkomt.

Conclusie

Met de nieuwe software SPCInline heeft de gebruiker de voor de kwaliteit relevante parameters zoals gewicht, naleving van de verordening inzake voorverpakte producten, verontreinigingen door metalen en apparatuurbewaking onder controle. Bovendien geeft het systeem direct informatie over doorvoercapaciteit en afval. Zo kan niet alleen elke charge exact gevolgd worden, maar kan er ook sturend in het proces worden ingegrepen. Aangezien de statistieken voor lange tijd worden

opgeslagen, is ook de naleving van wettelijke richtlijnen eenvoudig te bewerkstelligen.

Sartorius kort samengevat

Het Sartorius-concern is een internationaal toonaangevende aanbieder van laboratorium- en procestechnologie in de segmenten biotechnologie en mechatronica. Het technologieconcern behaalde in het jaar 2007 een pro forma omzet van 622,7 miljoen euro. Het in 1870 te Göttingen opgerichte bedrijf verschaft op dit moment werk aan ongeveer 4.500 medewerkers. Het segment Biotechnologie omvat de aandachtsgebieden fermentatie, filtratie, purificatie, vloeistofmanagement en laboratoriumonderzoek. In het segment Mechatronica worden voornamelijk apparaten en systemen op het gebied van weeg-, meet- en automatiseringstechniek vervaardigd voor toepassing in laboratoria en industrie. De belangrijkste klanten van Sartorius komen uit de farmaceutische en chemische industrie en de levensmiddelen- en drankenindustrie, evenals uit talrijke onderzoek- en onderwijsinstellingen in de publieke sector. Sartorius beschikt over eigen productielocaties en verkoopvestigingen in Europa, Azië en Amerika en heeft lokale handelsvertegenwoordigingen in meer dan 110 landen.

Beeldmateriaal bij dit persbericht:



Afbeelding: Met de nieuwe versie SPCInLine alles onder controle.

Contactgegevens: Dominic Grone | Elke Schild, Concerncommunicatie;
 Sartorius Corporate Administration GmbH; D37070 Göttingen,
 tel.: +49(0)551 308 3684; fax: +49(0)551 308 3572;
 e-mail: dominic.grone@sartorius.com; elke.schild@sartorius.com
<http://www.sartorius.com>; persdienst: <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>