

PMD320-serie en LMA320-serie: nieuwe apparaatseries van Sartorius

Continue vochtmeting met één druk op een knop

Göttingen, 17 maart 2009 – Of het nu om levensmiddelen, chemische of farmaceutische producten, bouwmaterialen of voedermiddelen gaat – het vochtgehalte heeft een beslissende invloed op de kwaliteit, de verwerkbaarheid en de prijs van grondstoffen, tussen- en eindproducten. Vochtanalyses zijn een centraal onderdeel van kwaliteitsborgingsprocessen. Met de PMD320-serie en de LMA320-serie biedt Sartorius twee nieuwe apparaatseries aan, die aan de meest moderne standaards voldoen. Ze zijn op basis van de microgolfresonantietechniek geschikt voor een snelle, nauwkeurige en dichtheidsonafhankelijke vocht- en dichtheidsbepaling tijdens processen en in laboratoria.

Tot 800 metingen per seconde met de nieuwe PMD320-serie

Met deze tweede generatie apparaten voor online vochtmeting heeft Sartorius de snelheid en daarmee de precisie nogmaals verhoogd. Met maximaal 800 metingen per seconde zorgt de nieuwe serie ook bij een extreem snel transport van het product, bijvoorbeeld bij de meting direct aan de lopende band of in pijpleidingen, voor een hogere nauwkeurigheid. Vochtschommelingen en inhomogeniteiten worden zo vroeg herkend en het proces kan dankzij de volledige analyse en documentatie volautomatisch aangepast worden.

Een eenvoudige grafische gebruikersinterface leidt de gebruiker door de software. Dankzij de nieuwe auto-kalibreerfunctie kunnen vochtkalibraties eenvoudig en snel door de gebruiker zelf uitgevoerd worden. Daarbij is het nu ook mogelijk om de kalibratie in te delen in verschillende bereiken en met diverse regressies te berekenen. Hierdoor is gegarandeerd dat het oppervlakte- en kernvocht in elk vochtbereik

nauwkeurig geregistreerd worden. De nieuwe PMD320-serie kan in bestaande processen geïntegreerd worden en biedt een optimale koppeling van gegevens en interfaceflexibiliteit.

Niet-destructieve meting binnen enkele seconden: de nieuwe LMA320-serie

Net als zijn voorganger is ook de nieuwe LMA320-serie van Sartorius geschikt voor vochtmetingen van stort- en strooibare producten en platforms, zoals bijvoorbeeld houten platforms. Vochtgehalten van 0,05% tot ca. 60% kunnen zonder problemen bepaald worden. In tegenstelling tot bij veel andere indirecte methodes wordt bij de microgolfresonantietechnologie zowel het oppervlakte- als het kernvocht bepaald. Door de gepatenteerde 2-parameter-meetmethode kan het vochtgehalte met de nieuwe LMA320-serie bovendien onafhankelijk van de dichtheid vastgesteld worden. De monsters worden niet veranderd door deze methode en zijn beschikbaar voor andere toepassingen (niet-destructieve meting). Het modulair opgebouwde systeem met verschillende sensortypes en -gevoeligheden is nagenoeg onderhoudsvrij en biedt met korte meettijden optimale oplossingen voor klantspecifieke toepassingen.

Besparingspotentiëlen benutten door optimaal gebruik van resources

Vaak moet in een productiefase een vastgelegd vochtgehalte bereikt worden, voordat de verwerking van het product voortgezet kan worden. Het exacte vochtgehalte en het direct beschikbare vochtgehalte zijn daarom onontbeerlijke parameters. Hiervoor moesten klanten tot nu toe vaak wachten op antwoord uit het laboratorium. Met de nieuwe apparaatseries PMD320 en LMA320 van Sartorius vindt in plaats van afzonderlijke steekproeven een volledige controle van de complete charge plaats, volledig geautomatiseerd online tijdens het proces of atline direct naast de productielijn. Zo kunnen wettelijk voorgeschreven maximumwaarden voor het watergehalte of specificaties in producten exact aangehouden worden. Door de

mogelijkheid tot optimalisatie van het watergehalte kunnen waardevolle energieressources ontzien en materiaalkosten bespaard worden.

Snel, nauwkeurig en flexibel: individuele oplossingen

De apparaten uit de PMD320-serie en LMA320-serie zijn uitermate geschikt voor processen of laboratoriumtoepassingen in de levensmiddelen-, chemische of farmaceutische industrie. De uiterst gevoelige vlakke sensoren met een speciaal keramisch oppervlak uit de PMD320-serie zijn bijvoorbeeld geschikt voor gebruik op transportbanden of in silo's. Een ander toepassingsgebied van deze nieuwe apparaatserie van Sartorius is de volledige analyse en documentatie bij de ontvangst, verwerking en verzending van stort- of strooibare goederen.

De belangrijkste toepassingsgebieden van de nieuwe generatie voor de laboratoriumcontrole, de LMA320-serie van Sartorius, zijn atline-controles in het bedrijfslaboratorium op de afdelingen Goederenontvangst en Productie.

Sartorius kent als toonaangevende aanbieder van proces- en laboratoriumtechnologie de behoeften van zijn klanten en bedenkt op maat gesneden oplossingen voor bestaande en toekomstige processen. Door de online controle met de nieuwe apparaatseries van Sartorius kunnen gebruikers kosten besparen, zodat de nieuwe apparaten zich heel snel terugverdienen.

Sartorius in het kort

Het Sartorius-concern is een internationaal toonaangevende aanbieder van laboratorium- en procestechnologie in de segmenten Biotechnologie en Mechatronica. Het technologieconcern behaalde in 2008 een omzet van 611,6 miljoen euro. Het in 1870 opgerichte bedrijf uit Göttingen heeft op dit moment ongeveer 4.600 medewerkers in dienst. Het segment Biotechnologie omvat de aandachtsgebieden fermentatie, filtratie, purificatie, vloeistofmanagement en laboratorium. 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, chemische en levensmiddelen- en drankenindustrie alsmede uit talrijke publieke onderzoeks- en onderwijsinstellingen. 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: de nieuwe apparaatseries LMA320 en PMD320 van Sartorius.

Contactgegevens: Dominic Grone | Stephanie Pröve, Concerncommunicatie;
Sartorius Corporate Administration GmbH; D37070 Göttingen,
tel.: +49(0)551 308 3965; fax: +49(0)551 308 3572;
e-mail: dominic.grone@sartorius.com; stephanie.proeve@sartorius.com
<http://www.sartorius.com>; persdienst: <http://www.sartorius.de/index.php?id=73>