

Newsletter April 2000

Persbericht

Contact: Vivienne Gaskell
Vice-President
Corporate Communications
Ion Beam Applications
Tel 32 10 47 59 71
E-mail : info-worldwide@iba.be

Louvain-la-Neuve, België
26 april 2000

NIEUWE SAMENWERKING BRENGT NIEUWE BENADERING WAT BETREFT HET DOMEIN VAN DE VOEDSELVEILIGHEID

De wereldleiders op het gebied van hygiëne en pasteurisatie ondertekenen een akkoord om de normen inzake voedselveiligheid op te trekken.

Ecolab Inc. en IBA, de twee wereldleiders in het domein van de voedselveiligheid, maken vandaag bekend dat ze hun contract afgesloten hebben voor een strategische samenwerking om de voedselproducenten te helpen in de strijd tegen ziektes die ontstaan door ziektekiemen die in de voedselproducten aanwezig zijn. Door de samenwerking tussen Ecolab Inc. en IBA kunnen de voedselproducenten nu een beroep doen op het eerste volledig dienstenpakket waarmee potentieel dodelijke bacteriën in de voedselproducten grotendeels geëlimineerd kunnen worden.

Dankzij deze samenwerking wordt er voor het eerst een dienstenpakket aangeboden waarbij de technologieën ter bevordering van de hygiëne en de pasteurisatie elkaar aanvullen, zodat de voedselproducenten van deze uiterst efficiënte oplossing gebruik kunnen maken om de voeding veiliger te maken voor de consumenten. De combinatie van de hoogstaande technologie van Ecolab Inc. ter bevordering van de hygiëne van fabrieksuitrustingen met de oppervlaktebehandeling van de voedselproducten door middel van de ionisatietechnologie met elektronen- of röntgenstralenbundels van IBA, betekent dat men vanaf nu een betere controle zal kunnen uitoefenen op de veiligheidsnormen en dit over de hele voedselverwerkende keten.

Krachtens de nieuwe overeenkomst wordt Ecolab Inc. de exclusieve verdeler in Noord-Amerika voor IBA's deeltjesversnellers - de meest gesofisticeerde technologie voor de koude pasteurisatie van voeding. IBA wil zijn klanten ook een variëteit van diensten aanbieden, zoals een doorlopende consultancy binnen het bedrijf zelf, systeemontwerp en -beheer, en dit op basis van een volledige voedselanalyse om te bepalen wat de meest geschikte procedure en dosis is. Ecolab Inc en IBA zullen ook met de klanten samenwerken om het systeem in hun reeds operationele behandelingsinstallaties op te nemen.

Samen willen Ecolab Inc. en IBA tegemoet komen aan de bezorgdheid van zowel de consumenten als de voedselindustrie voor een betere voedselveiligheid en meer geavanceerde verwerkingsstandaarden. Om te anticiperen op de toenemende vraag van de klanten, worden momenteel vier nieuwe verwerkingscentra gebouwd. Deze centra zullen de grootste capaciteit bieden voor de koude pasteurisatie van voeding in de USA en de rest van de wereld.

De volledige lijn van de ionisatietechnologieën met elektronen- en röntgenstralenbundels zal een maximum flexibiliteit aan de voedselverwerkende bedrijven bieden, aangezien zowel dikke als dunne producten op een zelfde eenheid behandeld kunnen worden. Hierdoor worden de potentiële verpakkingsproblemen en de extra goederenbehandeling die met de traditionele systemen gepaard gaan, overbodig.

"Deze samenwerking is het resultaat van een logische benadering van de steeds groter wordende uitdaging om de voeding gezond te houden," zegt de Voorzitter en Algemeen Directeur van Ecolab, Allan Schuman. "Door de beste hygiënesystemen voor het schoonmaken van de fabrieksuitrusting en de voedseloppervlakken te combineren met de laatste nieuwe technologie om de bacteriën bij

de voedselverwerking te elimineren, kunnen we de voedselverwerkende sector nu een veel efficiënter dienstenpakket bieden dan ooit tevoren."

"De hygiënediensten van Ecolab Inc. en de pasteurisatiesystemen van IBA vormen aanvullende technologieën die hand in hand moeten gaan. Geen van beide afzonderlijk biedt een volledige oplossing om de voeding gezond te houden, maar samen kunnen ze ertoe bijdragen om de hoge veiligheidsnormen in de voedselverwerkende sector te handhaven", zegt Pierre Mottet, Algemeen Directeur van IBA n.v.

Ecolab Inc is 's werelds nummer één voor de ontwikkeling en de levering van kwalitatief hoogstaande hygiënesystemen en diensten voor ziekenhuizen, institutionele en industriële markten. Op 31 december 1999 heeft Ecolab Inc. een omzet van 2,1 miljard USD aangekondigd. Een omzet van 0,9 miljard USD werd bekomen via de Europese Joint-Venture Henkel-Ecolab. Dit brengt de wereldomzet van Ecolab op 3 miljard USD. Ecolab is genoteerd op de New York Stock Exchange en de Pacific Exchange onder het symbool ECL.

Met een aanwezigheid in 47 verschillende centra in 12 landen op 3 continenten, is IBA 's werelds grootste leverancier van contractuele bestralingsdiensten, maar IBA is ook de grootste ontwerper en producent van bestralingssystemen op basis van deeltjesversnellers. IBA is genoteerd op de beurs van Brussel en de omzet van de Groep is 142 miljoen EUR voor 1999. IBA's afdeling voor voedselveiligheid is in Memphis, TN gevestigd en baat, afgezien van de 4 nieuwe centra die momenteel nog in oprichting zijn, een groeiend netwerk met multitechnologische centra uit, verdeeld over de hele wereld.

De persberichten van Ecolab alsook andere inlichtingen voor investeerders zijn beschikbaar op het Internet onder het adres <http://www.ecolab.com>