

## Newsletter Juin 2000

### Communiqué de presse

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

Louvain-la-Neuve, Belgique  
27 juin 2000

### **La Division Sécurité Alimentaire d'IBA ouvre un nouveau centre d'essais par rayons X à Edgewood, New York.**

La " IBA Food Safety Division " basée à Memphis (Tennessee, USA) a confirmé avoir ouvert son centre d'essais par rayons X à Edgewood, Long Island, New York. Ce nouveau centre teste actuellement différents produits alimentaires comme les viandes prêtes-à-manger, la volaille crue, le bœuf haché, les légumes frais et surgelés de plus d'une douzaine de clients différents, en ce compris quelques-uns des principaux acteurs industriels du pays impliqués dans la préparation à la consommation de la viande rouge et de la volaille.

Localisé sur le site de fabrication des accélérateurs à haute puissance d'IBA à Long Island, le nouveau centre d'essais est un centre d'ionisation électrique et confirme les projets annoncés par IBA fin 1999 visant à fournir à l'industrie de la viande et de la volaille le plus vaste réseau américain de centres de pasteurisation.

Conçu dans le but de permettre aux entreprises actives dans le secteur de l'alimentation de traiter leurs produits avec des doses précises de rayons X, le centre de Edgewood est équipé de la technologie à rayons X d'IBA, l'un des outils de pasteurisation les plus sophistiqués disponibles sur le marché de l'alimentation.

*" Nous sommes ravis que plus d'une douzaine d'entreprises aient choisi de tester leurs produits par rayons X dans l'installation d'IBA, " soulignait Pat Adams, Président de la Division Sécurité alimentaire d'IBA. " IBA a commencé à commercialiser ce service comme première étape critique pour aider les producteurs d'aliments à déterminer le système d'ionisation répondant le mieux à leurs besoins individuels. "*

Ce nouveau centre d'essais par rayons X confirme la stratégie d'IBA consistant à élargir son réseau d'installations de pasteurisation et de stérilisation par rayons gamma et faisceaux d'électrons de façon à inclure les rayons X. Chaque centre de rayons X, gamma ou de faisceaux d'électrons d'IBA peut fournir à ses clients des doses précises de façon à déterminer la dose optimale pour la réduction microbienne souhaitée, pour augmenter la durée de vie du produit et pour déterminer la dose maximale sans impacter les caractéristiques intrinsèques de la nourriture. A ce jour, IBA est la seule entreprise en mesure d'offrir un éventail de services aussi large. IBA est le leader en matière de technologies de stérilisation et d'ionisation.

Comme le souligne Chip Colonna, Vice-Président " Perishable Foods, IBA Food Safety Division " : *" IBA est actuellement la seule entreprise en Amérique du Nord à fournir aux principaux acteurs de la chaîne alimentaire une offre complète de toutes les technologies d'ionisation."*

En plus des rayons X, des faisceaux d'électrons et des rayons gamma, IBA propose son aide en matière de développement et d'exploitation de systèmes clés en mains, en offrant des systèmes en location ou exploitant des centres clés en mains pour les principaux acteurs de la chaîne alimentaire.

IBA est la plus grande entreprise d'ionisation et de stérilisation au monde, avec des implantations sur trois continents et 27 installations en Amérique du Nord, y compris au Mexique. La Division

Sécurité Alimentaire est basée à Memphis, TN, le siège social d'IBA étant situé à Louvain-la-Neuve, Belgique.

Avec 1150 personnes réparties sur 47 sites à travers 12 pays différents, IBA est le premier fournisseur au monde de solutions innovantes dans le domaine de la santé et du bien-être. IBA se veut pionnière et leader sur chacun de ses marchés de choix : Stérilisation & Ionisation, Radiothérapie de pointe et Radioisotopes. Pour ce faire, IBA se focalise sur des applications spécifiques et fait valoir son savoir-faire en matière de technologie des accélérateurs de particules, de physique et de chimie de pointe.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter:  
Vivienne Gaskell, Vice-President, Corporate Communications  
Tél. : + 32 10 47 59 71  
E-mail : [info-worldwide@iba.be](mailto:info-worldwide@iba.be)

**IBA Food Safety Division:**

M. Pat Adams  
Tél. : 001-901-6819006

De plus amples informations concernant IBA peuvent être obtenues à l'adresse suivante :  
<http://www.iba-worldwide.com>.