



Communiqué de presse |

VAGUE MONDIALE DE SUCCES POUR LE RHODOTRON® D'IBA

Embargo jusqu'à 17h40 (heure belge) – 7 janvier 2008

Louvain-la-Neuve, Belgique, 7 janvier 2008 – IBA (Ion Beam Applications S.A. : Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB) annonce aujourd'hui avoir reçu ces dernières semaines quatre commandes pour des Rhodotron® destinés au marché de la stérilisation des dispositifs médicaux pour un montant global de 10 à 15 millions d'Euros.

Les quatre Rhodotron® seront livrés en 2008 et 2009 :

- en Malaisie, chez l'un des producteurs majeurs de dispositifs médicaux stériles,
- en Autriche, chez Mediscan, pour qui ce sera le second Rhodotron® ; qui remplacera un accélérateur linéaire, technologie antérieure à la technologie unique d'IBA. Mediscan avait installé cet accélérateur linéaire il y a une quinzaine d'années, puis avait ensuite acquis un premier Rhodotron® auprès d'IBA en 1998. Le remplacement de l'accélérateur linéaire confirme l'excellence et la supériorité de la technologie du Rhodotron® d'IBA au marché de la stérilisation de dispositifs médicaux,
- au Brésil, chez Univap, pour la stérilisation, essentiellement de dispositifs médicaux et la recherche et développement,
- Au Japon, chez l'un des principaux producteurs de dispositifs médicaux stériles.

Le Rhodotron® est un accélérateur de particules à faisceaux d'électrons principalement destiné à l'industrie. Il permet entre autre une stérilisation particulièrement efficace des produits médicaux à utilisation unique, la pasteurisation des aliments, l'amélioration de polymères et de nombreux autres matériaux. Les accélérateurs de particules à faisceaux d'électrons d'IBA représentent quelques 80% de la puissance installée dans le monde.

« Ces quatre commandes qui s'additionnent à une vente faite début 2007 à BGS en Allemagne et à d'autres projets en cours démontrent l'intérêt de plus en plus marqué, dans l'univers industriel, pour la technologie unique d'IBA en matière d'accélérateurs de haute énergie et de haute puissance de type Rhodotron® », a commenté Pierre Mottet, Chief Executive Officer d'IBA. « La méthode de stérilisation d'instruments médicaux par Rhodotron® connaît une popularité croissante de par sa productivité, sa rapidité, sa flexibilité et sa simplicité », a ajouté Pierre Mottet.



Communiqué de presse |

A PROPOS D'IBA

IBA développe des solutions de précision exceptionnelle dans le diagnostic et le traitement du cancer. La société fournit également des solutions de stérilisation et d'ionisation pour optimiser l'hygiène et la sécurité au quotidien. IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT et fait partie de l'indice BelMid.

Site web: <http://www.iba-worldwide.com>.

Contact

IBA

Paul-Emmanuel Goethals
Director, Corporate Business Development
& Investor Relations
Tél.: +32 10 47 58 16
paul-emmanuel.goethals@iba-group.com

Le Rhodotron® d'IBA

