



Press Release |

IBA SIGNE UN ACCORD AVEC LMI POUR LA DISTRIBUTION DE 2 RADIOPHARMACEUTIQUES EN EUROPE

Embargo jusqu'à 17 h 40 (heure belge) – 30 juillet 2008

Louvain-la-Neuve, Belgique, 30 juillet 2008 – IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB) a annoncé ce jour avoir signé un accord avec Lantheus Medical Imaging, Inc (LMI) de North Billerica, Massachusetts, pour la distribution exclusive de Cardiolite® et Neurolite® dans plusieurs pays européens dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne.

Cet accord de distribution prendra cours le 1er septembre 2008 et aura une contribution neutre sur le résultat net d'IBA en 2008 mais il augmentera sa rentabilité en 2009. Le chiffre d'affaires annuel attendu pour les deux produits dépasse les 10 millions d'EUR mais il diminuera au fur et à mesure des années avec la commercialisation de nouveaux produits génériques concurrents.

Cardiolite® est un kit pour la préparation du Technetium Tc99m Sestamibi for Injection, qui est utilisé pour l'imagerie de perfusion myocardique (communément appelée l'épreuve de stress nucléaire). Neurolite® est un kit pour la préparation du Technetium Tc99m Bicisate for Injection, utilisé pour la scintigraphie cérébrale.

"Cet accord représente une étape supplémentaire dans l'expansion de notre position de leader dans le domaine des produits radiopharmaceutiques. Nous sommes déjà le premier fournisseur au monde de radiopharmaceutiques PET utilisés principalement dans l'oncologie et cet accord avec LMI va renforcer la position d'IBA sur les marchés de la cardiologie et de la neurologie. Nous sommes vraiment très heureux d'intensifier encore notre collaboration", a déclaré Pierre Mottet, Chief Executive Officer d'IBA.



Press Release |

A propos de LANTHEUS MEDICAL IMAGING

Lantheus Medical Imaging, Inc., leader mondial dans la médecine diagnostique au cours des 50 dernières années, s'est engagée à promouvoir et à investir dans le domaine de l'imagerie diagnostique. La réussite éprouvée de l'entreprise dans la découverte, le développement et la commercialisation d'agents d'imagerie médicale novateurs offre une solide plate-forme permettant de proposer de nouveaux outils pour le diagnostic et la gestion des maladies. L'entreprise détient des marques leader d'imagerie cardiaque, dont Cardiolite® (Kit pour la préparation du Technetium Tc99m Sestamibi for Injection), DEFINITY® Vial For (Perflutren Lipid Microsphere) Injectable Suspension, et TechneLite® (Technetium Tc99m Generator). Elle compte près de 700 collaborateurs dans le monde entier, son siège social est situé à North Billerica, Massachusetts et elle possède des bureaux à Puerto Rico, au Canada, et en Australie. Pour plus d'informations, consultez le site www.lantheus.com.

A propos d'IBA

IBA développe des solutions de très haute précision dans le diagnostic et le traitement du cancer. L'entreprise offre en outre 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 Internet : <http://www.iba-worldwide.com>.

Contact

IBA

Paul-Emmanuel Goethals
Director, Corporate Business Development
& Investor Relations
Téléphone: +32 10 47 58 90
paul-emmanuel.goethals@iba-group.com