



Communiqué de presse |

IBA ouvre un centre Européen de R&D et de production de Radiopharmaceutiques à Fleurus

Embargo jusqu'à 17h40 (heures belge) – 20 avril 2007

Louvain-la-Neuve, Belgique, 20 avril 2007 – IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IOBAAt.BR and Bloomberg IBAB.BB) a annoncé aujourd'hui l'inauguration de son site de production de produits radiopharmaceutiques de Fleurus, Belgique. Le site d'IBA se trouve au sein du site de l'IRE (Institut National des Radioéléments).

Une cérémonie d'inauguration s'est déroulée cet après-midi à Fleurus en présence de M. Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon, de la direction de l'IRE (Institut National des Radioéléments) et de la direction d'IBA.

Ce nouveau site de production est équipé d'un cyclotron de 14 MeV (Millions d'Electrons Volts) de nouvelle technologie. C'est l'unique cyclotron de ce genre au monde : il permet à la fois des productions industrielles de très haut niveaux – d'une capacité 10 fois supérieure à celle des cyclotrons existant – et de nombreuses recherches scientifiques. IBA pourra depuis son site de Fleurus fournir des quantités suffisantes de produits radiopharmaceutiques pour supporter des tests cliniques à grande échelle partout en Europe.

L'inauguration de ce jour lance la mise en place du site de Fleurus en trois phases :

- Le développement d'un centre européen de R&D qui permettra de développer et produire des traceurs radiopharmaceutiques de nouvelles générations pour des essais cliniques, tel que des traceurs fluorés – fluorine-18 fluorothymidine (F-18 FLT), fuoromisonidazole (F-Miso), 18F-choline – et d'autres traceurs tel que l'iode 124 (I-124), le cuivre 64 (Cu64).
- Dès 2008, IBA commencera la production et la distribution de radiopharmaceutiques PET (tomographie par émission de positrons), principalement du FDG (fluorodéoxyglucose), à partir de son site de Fleurus en Belgique. Du fait d'une capacité de production unique au monde du nouveau cyclotron, la distribution pourra atteindre l'ensemble de l'Europe et servir de soutien aux autres centres de production d'IBA. Ceci permettra de répondre à la demande croissante de ces agents radiopharmaceutiques qui sont destinés à l'imagerie moléculaire
- Le site servira aussi de centre d'excellence et de formation dans le domaine de la recherche et de la production de traceurs positrons sous les plus hauts standards de qualité.

L'investissement total consenti par IBA sur le site de Fleurus est de plus de EUR 6 millions, entre autre financé par des avances récupérables de la Région wallonne. L'emploi devrait atteindre 30 personnes d'ici fin 2009.

Communiqué de presse |

« Une fois encore, IBA prouve qu'elle est un acteur majeur dans le domaine des produits radiopharmaceutiques. La mise en place de Fleurus reflète l'engagement d'IBA de développer la pratique du PET scanning en Europe. IBA se donne ainsi les moyens d'étendre et de fiabiliser l'approvisionnement en FDG mais également de fournir dès aujourd'hui aux programmes de recherche européens les molécules de demain », a déclaré Pierre Mottet, Chief Executive Officer d'IBA. « Le site de Fleurus est le fruit de la double compétence du groupe IBA : l'expertise dans le développement de cyclotrons associée à la force d'un réseau mondial de distribution de produits radiopharmaceutiques », a ajouté M. Mottet.

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. Cotée sur la bourse paneuropéenne EURONEXT, IBA est intégrée au segment de marché NextEconomy et fait partie de l'indice BelMid.

Website: www.iba-worldwide.com .

IBA est organisé en deux secteurs d'activités :

- La Production et Distribution de Radioisotopes qui regroupe les activités de production et de distribution de traceurs radiopharmaceutiques utilisés dans l'imagerie médicale, dont le principal est le FDG (F-18 Fluorodéoxyglucose);
- Le secteur Technologie & Équipements qui constitue la base technologique de plusieurs des activités de la société, et couvre le développement, la fabrication, la commercialisation et les services liés aux équipements, dont les accélérateurs de particule, pour l'imagerie, la thérapie, la dosimétrie ou la stérilisation et ionisation.

Contact

IBA

Paul-Emmanuel Goethals
Director, Corporate Business Development
& Investor Relations

Tél.: +32 10 47 58 16

paul-emmanuel.goethals@iba-group.com

