



Communiqué de presse |

IBA ACCROIT SA CAPACITE DE PRODUCTION À LOUVAIN-LA-NEUVE POUR RÉPONDRE A L'AUGMENTATION ESCOMPTEE DE LA DEMANDE EN PROTONTHERAPIE

LE GROUPE PREVOIT D'ENGAGER 250 PERSONNES EN 2007

Embargo jusqu'à 17 h 40 (heure belge) – Le 18 janvier 2007

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 18 janvier 2007 – IBA (Ion Beam Applications S.A. : Reuters IOBAAt.BR et Bloomberg IBAB.BB) annonce ce jour le lancement d'un ambitieux programme d'expansion en vue de répondre à l'augmentation constante de la demande pour des systèmes de protonthérapie.

Ce programme d'expansion permettra dans un premier temps de fabriquer jusqu'à huit systèmes de protonthérapie par an, multipliant ainsi par quatre le niveau de production actuel. L'investissement de plus de 3 millions d'Euros porte sur l'agrandissement de la surface de production et l'ajout de nouvelles chambres de tests sur le site d'IBA à Louvain-la-Neuve (Belgique). La nouvelle installation devrait être opérationnelle d'ici le milieu de l'été 2007. Cet investissement fait partie d'un programme général de développement qui comprend également un plan d'engagement à grande échelle pour maintenir le leadership d'IBA dans le domaine de la thérapie la plus avancée du cancer par rayonnement.

Une cérémonie d'inauguration s'est déroulée cet après-midi à Louvain-la-Neuve avec la direction d'IBA et plusieurs autorités belges. Pierre Mottet, Chief Executive Officer d'IBA et Yves Jongen, fondateur et Chief Research Officer d'IBA, ont accueilli les autorités parmi lesquelles M. Didier Reynders, Vice-Premier Ministre belge, M. Elio Di Rupo, Ministre-Président de la Région wallonne, M. Jean-Claude Marcourt, Ministre de l'économie, de l'emploi et du commerce extérieur de la Région wallonne, et M^{me} Marie-Dominique Simonet, Ministre de la recherche, des technologies nouvelles et des relations extérieures de la Région wallonne.

« Historiquement, nos projections étaient basées sur la vente en moyenne d'un système par an », a déclaré Pierre Mottet, Chief Executive Officer d'IBA. « Mais, aujourd'hui, nous ressentons un engouement beaucoup plus fort de la part de la communauté médicale pour les avantages uniques de la protonthérapie dans le traitement du cancer. Nous avons réussi à produire rapidement des résultats dans nos centres de protonthérapie aux Etats-Unis, en Corée et en Chine et cela a convaincu beaucoup d'institutions que la protonthérapie n'est plus simplement destinée à la recherche, mais profite aux patients également. Nos nouvelles solutions compactes et au carbone ainsi que nos options de financement ont aussi suscité un vif intérêt. Nous avons reçu 4 commandes (dont une soumise à financement) – une part de marché de 100 % - en 2006 et une commande (également soumise à financement) a déjà été passée en 2007. Et le nombre de prospects est plus important que



Communiqué de presse |

jamais. Nous révisons actuellement notre plan pour le porter à une moyenne de 2 à 3 systèmes par an. Cependant, nous voulons être prêts à répondre à des pics et à une demande toujours plus forte. Cette première phase d'expansion nous permettra d'augmenter notre capacité à 8 systèmes par an. »

La protonthérapie est la méthode clinique la plus avancée de traitement du cancer par rayonnements, puisqu'elle endommage moins les tissus sains et concentre l'essentiel de son énergie sur les cellules cancéreuses. Avec une part de marché supérieure à 60 %, IBA est le leader mondial incontesté de la thérapie par particules. Douze institutions aux Etats-Unis, en Asie et en Europe ont déjà choisi un système de protonthérapie de la technologie d'IBA.

« IBA connaît une forte croissance dans toutes ses activités », ajoute Pierre Mottet. « À côté de l'important renforcement de notre personnel de protonthérapie pour maintenir notre leadership dans le domaine de la R&D, des ventes et de la fabrication, nous avons aussi besoin de davantage de personnel pour soutenir la croissance de nos activités de diagnostic du cancer et de dosimétrie. Nous prévoyons actuellement d'engager environ 250 personnes cette année – plus d'une personne par jour ouvrable – dont plus de 50 % en Belgique. »

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 .

Contact

IBA

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