



## Communiqué de Presse |

### **IBA FINALISE LE PREMIER SYSTEME DE PROTONTHERAPIE COMMERCIAL INTEGRE BASE SUR UN CYCLOTRON ET DOTE DU PENCIL BEAM SCANNING**

Embargo jusqu'à 17h40 (heure belge) – 28 août 2008

**Louvain-la-Neuve, Belgique, 28 août 2008** – IBA (Ion Beam Applications S.A. : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB) a annoncé aujourd'hui que son système de Pencil Beam Scanning (PBS) est prêt. Cette nouvelle fonctionnalité est le fruit d'un travail de développement long et intensif et confirme la position de leader d'IBA dans le domaine des systèmes de protonthérapie.

IBA est la première entreprise à proposer un système de protonthérapie basé sur un cyclotron qui soumette un dossier à la FDA pour le Pencil Beam Scanning et elle attend l'autorisation de la FDA pour la commercialisation du système aux Etats-Unis. La demande d'autorisation de mise sur le marché dans d'autres pays sera réalisée en parallèle, quand nécessaire.

« Cette fonctionnalité est attendue depuis longtemps par la communauté médicale de la protonthérapie », déclare Pierre Mottet, Chief Executive Officer d'IBA. « La technologie PBS d'IBA permettra de traiter les patients cancéreux au moyen de la protonthérapie de manière plus précise et plus efficace que jamais (meilleure conformité des doses pour le volume de traitement). Etre les premiers à l'avoir concrétisé, bien avant nos concurrents, est une nouvelle preuve de l'engagement inégalé d'IBA en faveur de la protonthérapie et de notre efficacité à faire évoluer la technologie de manière plus performante et rapide que quiconque. En effet, là où nos concurrents investissent dans des revendications commerciales non fondées, nous investissons dans la technologie au bénéfice des patients. La première version de notre technologie de PBS ouvrira la voie vers des capacités du système encore plus avancées dans les futures versions de la technologie qui est actuellement en cours de développement. Nous remercions nos partenaires dans les institutions médicales majeures, notamment le MGH, FPTI et KNCC, pour leur contribution à ce développement. Chez IBA, nous travaillons étroitement avec nos clients en protonthérapie et c'est pourquoi nous comprenons les réels défis qu'ils rencontrent ainsi que la nécessité de disposer du mode de traitement le plus perfectionné en matière de protonthérapie », poursuit M. Mottet.

Le PBS, dès qu'il aura reçu l'approbation de la FDA, sera l'un des quatre modes de traitement inclus dans la tête de traitement universelle d'IBA. Grâce à la tête de traitement universelle d'IBA, un département de protonthérapie dispose de la flexibilité pour sélectionner facilement et automatiquement le mode de traitement, sans aucune intervention manuelle. Une telle flexibilité dans les modes de traitement constitue une solution idéale pour les installations qui souhaitent exploiter leurs capacités au maximum, en augmentant leur capacité d'accueil des patients. La tête universelle d'IBA est conçue pour former et diriger le faisceau selon quatre modes : la simple diffusion, la double diffusion, le balayage uniforme et très bientôt, le PBS. Aujourd'hui, IBA est la seule entreprise à proposer ce type de système intégré tout en un.

IBA démontre à nouveau sa position de leader mondial dans le domaine de la protonthérapie : avec 13 centres de protonthérapie vendus, dont 6 traitent des patients chaque jour, elle est capable de



## Communiqué de Presse |

construire de multiples installations de grande taille partout dans le monde et disposant des technologies les plus avancées.

### **À PROPOS D'IBA**

IBA fournit des solutions d'une précision unique dans les domaines du diagnostic et du traitement du cancer. La société propose également des solutions de stérilisation et d'ionisation pour améliorer l'hygiène et la sécurité au quotidien. L'entreprise IBA est cotée sur la bourse paneuropéenne EURONEXT, IBA fait partie de l'indice BelMid. Site : <http://www.iba-worldwide.com>

### Contact

#### **IBA**

Paul-Emmanuel Goethals  
Director, Corporate Business Development  
& Investor Relations  
Téléphone : +32 10 47 58 16  
[paul-emmanuel.goethals@iba-group.com](mailto:paul-emmanuel.goethals@iba-group.com)