



## Communiqué de presse

### **PROcURE TREATMENT CENTERS, INC. FINALISE LE FINANCEMENT DE SON CENTRE DE PROTONTHERAPIE IBA QUI SERA INSTALLE A OKLAHOMA CITY**

**Louvain-la-Neuve, Belgique, 25 avril 2007** – IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IOBAAt.BR et Bloomberg IBAB.BB) a annoncé ce jour l'obtention du financement pour la construction d'un centre de protonthérapie à Oklahoma City, pour un montant de 95 millions \$. Le centre d'une superficie de plus de 5.000 mètres carré, développé par ProCure Treatment Centers, comprendra l'installation d'un système perfectionné de protonthérapie d'IBA, d'une valeur d'environ 50 millions \$.

Le financement mezzanine et le financement des dettes privilégiées ont été garantis grâce à la collaboration d'IBA et de ProCure avec deux grands organismes financiers : Fortis et KBC (Belgique). Le centre d'Oklahoma City aura un faible impact financier sur les résultats d'IBA en 2007. Il devrait concerner essentiellement les exercices 2008 et 2009.

Le centre de ProCure à Oklahoma City est le premier centre privé de protonthérapie aux Etats-Unis, entièrement géré par une équipe de médecins. Il comptera quatre salles de traitement, dont deux salles à rayon incliné, une salle à rayon horizontal fixe et une salle de traitement avec portique de 360°. Le premier patient devrait être traité au centre de protonthérapie ProCure en 2009.

"A ce jour, il n'existe au monde aucune thérapie du cancer par radiation aussi précise et efficace que la protonthérapie", a déclaré Hadley Ford, Chief Executive Officer de ProCure qui est basée à Bloomington, Ind. " Le financement de notre centre d'Oklahoma City nous permettra de fournir aux citoyens d'Oklahoma City un centre de traitement du cancer d'envergure internationale et d'utiliser l'équipement thérapeutique perfectionné d'IBA. Ayant mené à bien l'installation de plus de la moitié des systèmes de protonthérapie dans le monde, IBA était le seul partenaire capable de relever ce formidable défi". Le centre est construit pour un groupe de sept médecins de Radiation Medicine Associates (RMA) et de Radiation Oncology Associates (ROA), deux cliniques de radio-oncologie de premier plan à Oklahoma City, qui travaillent en partenariat avec ProCure Treatment Centers, Inc.

"IBA est très heureuse de pouvoir faire bénéficier la population d'Oklahoma des incroyables avantages offerts par la protonthérapie dans la lutte contre le cancer", a expliqué Pierre Mottet, Chief Executive Officer d'IBA. "Le centre ProCure fera ainsi partie d'un groupe sélectionné d'institutions à la pointe du traitement contre le cancer. La protonthérapie est en train de devenir rapidement une méthode clinique très demandée mais construire un centre est un défi et les sommes en jeu sont exceptionnellement élevées dans l'industrie de la radiothérapie, même pour de petites centres avec une seule salle de traitement. Avec plus de 50 % de parts du marché et divers systèmes pour traiter les patients chaque jour dans le monde, alors que nos concurrents en sont encore à lutter pour réaliser leurs prototypes, IBA est manifestement le choix le plus sûr et le seul fournisseur de systèmes à base de cyclotrons avéré dans le monde. Nous sommes enchantés d'avoir l'opportunité de mettre



## Communiqué de presse

la protonthérapie à disposition des populations de l'Oklahoma et d'équiper la première clinique privée de protonthérapie aux États-Unis.”

Avec une part de marché supérieure à 50 %, IBA est le leader mondial incontesté de la protonthérapie. Douze institutions aux États-Unis, en Asie et en Europe ont déjà choisi un système de protonthérapie d'IBA. IBA propose une gamme complète de produits de thérapie par particules, depuis les petits systèmes compacts avec une seule salle de traitement jusqu'aux grandes configurations au carbone haut de gamme. IBA est la seule entreprise qui bénéficie d'autorisations officielles, y compris celle de la FDA pour commercialiser des systèmes de thérapie par particules sur base de cyclotrons.

### **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.

Site web: <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)