



Communiqué de presse |

IBA CHOISI PAR PROCURE POUR SON 2^{EME} CENTRE DE PROTONTHERAPIE AUX ETATS-UNIS

Embargo jusqu'à 17H40 (heure belge), 30 août 2007

Louvain-la-Neuve, Belgique, 30 août 2007 – IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IOBAAt.BR et Bloomberg IBAB.BB) annonce ce jour avoir conclu une lettre d'intention ferme avec ProCure Treatment Centers, Inc. portant sur la fourniture d'un système de protonthérapie, évalué à près de 50 millions US\$, dans le cadre d'un futur projet. ProCure développe un réseau de centres de protonthérapie pour le traitement du cancer aux Etats-Unis. Le contrat définitif devrait être signé au cours du quatrième trimestre 2007, sous réserve de l'obtention de son financement et des autorisations potentiellement nécessaires selon l'endroit que Procure choisira pour l'établissement de ce centre..

En avril 2007, ProCure Treatment Centers a démarré la construction de son premier centre de traitement du cancer par protonthérapie à Oklahoma City, Oklahoma, USA. L'équipement de l'Oklahoma ProCure Treatment Center sera fourni par IBA.

"Nous sommes très heureux de la poursuite de notre relation avec ProCure," a déclaré Pierre Mottet, Chief Executive Officer d'IBA. "La protonthérapie est de plus en plus reconnue comme la prochaine grande avancée en matière de traitement du cancer par radiation. La société ProCure a mis au point un concept unique permettant de mettre cette nouvelle technologie à la disposition des hôpitaux et des radio-oncologues sur la base d'une approche totalement intégrée. Ce concept jouera un rôle clé dans l'accès à la protonthérapie pour de nombreux hôpitaux, médecins et patients."

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 : www.iba-worldwide.com



Communiqué de presse |

A PROPOS DE PROCURE TREATMENT CENTERS, INC.

ProCure Treatment Centers, Inc., basé à Bloomington dans l'Indiana, a été fondé en 2005 par le Dr. Cameron, un pionnier de la thérapie par particules qui a joué un rôle central dans le développement du Midwest Proton Radiotherapy Institute. ProCure fournit un support de gestion et un modèle pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de centres de protonthérapie de niveau international. Au travers de partenariats avec d'éminents radio-oncologues et hôpitaux, le modèle commercial de ProCure réduit le temps, les efforts et les coûts nécessaires à la création d'une installation de protonthérapie, ce qui permet aux médecins de consacrer plus de temps aux patients. La mission de ProCure est d'augmenter le nombre de centres dans le pays afin de rendre la protonthérapie abordable et accessible aux patients qui bénéficieraient de ce traitement. Plus d'informations sur www.ProCureCenters.com

Contact

IBA

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