



Communiqué de Presse |

IBA CHOISI PAR PROCURE INC. POUR DEVELOPPER LA PROTONTHERAPIE DANS LES CLINIQUES PRIVEES.

Pour publication immédiate – le 8 janvier 2007

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 8 janvier 2007 – IBA (Ion Beam Applications S.A. : Reuters IOBAAt.BR and Bloomberg IBAB.BB) annonce ce jour que ProCure Treatment Centers, Inc. a choisi IBA pour construire le premier centre privé de protonthérapie qui comptera quatre salles à Oklahoma City aux Etats-Unis. Ce contrat fait l'objet d'un financement par l'emprunt.

Un groupe de sept médecins de Radiation Medicine Associates (RMA) et Radiation Oncology Associates (ROA), deux cliniques de radio-oncologie de premier plan à Oklahoma City, se sont associés avec ProCure Treatment Centers, Inc. pour construire ce nouveau centre de protonthérapie.

La protonthérapie est la méthode clinique la plus avancée en matière de traitement du cancer par radiation. IBA est le leader mondial incontesté sur le marché de la thérapie par particules, avec une part de marché dépassant les 60 %. Douze établissements aux Etats-Unis, en Asie et en Europe ont déjà choisi un système de protonthérapie d'IBA.

« Notre partenariat avec ProCure, RMA et ROA nous passionne », 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 locaux et des cliniques privées. Elle se base sur une astucieuse formule de financement et sur une approche intégrée. D'après nos prévisions, ce concept sera LA solution permettant à de nombreux hôpitaux, médecins et patients aux Etats-Unis d'avoir accès à la protonthérapie. »

« ProCure a mis au point une approche unique pour apporter cette technologie essentielle au grand public américain », a déclaré Hadley Ford, CEO de ProCure. « Nous sommes enthousiasmés par notre collaboration avec IBA qui nous aidera à apporter la vision de la protonthérapie aux patients de l'Oklahoma et d'autres communautés. Elle confirme la vision du Dr William C. Goad qui a défendu la nécessité de la protonthérapie dans les cliniques privées. »

L'équipement de ce nouveau centre de protonthérapie, évalué à environ 50 millions de dollars, sera fourni par IBA. Le contrat définitif devrait être signé au cours du premier semestre de 2007 et fait encore l'objet d'un financement par l'emprunt. Il aura un faible impact financier sur les résultats d'IBA en 2007. Il devrait concerner essentiellement les exercices 2008 et 2009. Le premier patient devrait être traité en 2009.



Communiqué de Presse |

A PROPOS DE PROCURE TREATMENT CENTERS

ProCure Treatment Centers, Inc., basé à Bloomington dans l'Indiana, a été fondé par le Dr John Cameron, qui a joué un rôle central dans la création d'une des premières installations de traitement par protonthérapie du pays, le Midwest Proton Radiotherapy Institute situé à Bloomington. La mission de ProCure est d'accroître la disponibilité de la protonthérapie pour les cancéreux à travers des partenariats avec d'éminents radio-oncologues et hôpitaux locaux américains en vue de créer un réseau de niveau international de centres de protonthérapie dans toutes les communautés à travers les Etats-Unis.

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