



Communiqué de presse |

IBA FOURNIT LA SOLUTION DE DOSIMETRIE HELICOÏDALE POUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT TOMOTHERAPY® HI-ART®

Pour publication immédiate, 18 octobre 2007

Louvain-la-Neuve, Belgique, 18 octobre 2007 – IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB) a annoncé ce jour que sa division IBA Dosimetry a signé un contrat de trois ans avec TomoTherapy Incorporated (NASDAQ: TTPY) portant sur la fourniture de la solution de Dosimétrie Hélicoïdale.

La Dosimétrie Hélicoïdale est un nouveau produit d'assurance qualité qui comprend un nouvelle matrice l'mRT MatriXX 2D numérique et un nouveau Plastic Water® Phantom à utiliser avec le système de traitement TomoTherapy® Hi-Art®. La solution de Dosimétrie Hélicoïdale d'IBA est un système entièrement numérique qui présente des avantages importants en termes de technique, de coût et de gain de temps par rapport au produit d'assurance qualité actuel basé sur un film, qui est proposé avec le système de traitement TomoTherapy® Hi-Art®. Les clients TomoTherapy® disposeront désormais d'une alternative numérique qui est en mesure de valider la dose administrée au patient selon des paramètres qui reflètent parfaitement le profil du patient.

L'accord entre IBA et TomoTherapy permet à la solution de Dosimétrie Hélicoïdale d'IBA d'être vendue avec les nouveaux systèmes de traitement TomoTherapy® Hi-Art®. Dans le cadre de cet accord, IBA et TomoTherapy seront également en mesure de promouvoir et de vendre la solution de Dosimétrie Hélicoïdale aux clients existants de TomoTherapy.

"Cet accord entre IBA et TomoTherapy, deux entreprises actives dans la fourniture d'équipement hautement sophistiqué pour le traitement des cancers, démontre à nouveau qu'IBA est un leader sur l'ensemble des marchés où elle est implantée. Notre division Dosimetry a développé au cours de ces dernières années plusieurs solutions novatrices pour répondre aux exigences les plus strictes en matière d'assurance qualité de nos clients. Notre nouvelle solution de Dosimétrie Hélicoïdale permettra aux départements de radiothérapie de valider en temps réel l'efficacité du plan de traitement par IMRT qui doit être administré au patient dans des conditions exactes de traitement", a déclaré Pierre Mottet, Chief Executive Officer d'IBA.

"Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec IBA Dosimetry," a déclaré Corey Lawson, directeur de la stratégie de produits pour TomoTherapy. "Vu que de plus en plus de centres de traitement se tournent vers notre plate-forme novatrice pour l'IMRT hélicoïdale, il est indispensable pour nous d'offrir des options et l'accès à des solutions d'assurance qualité, telles que la Dosimétrie Hélicoïdale d'IBA."

Communiqué de presse |

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

A PROPOS DE TOMOTHERAPY

TomoTherapy Incorporated, sise à Madison, Wisconsin, USA, a développé, fabriqué et commercialisé le système de traitement TomoTherapy® Hi-Art®, un système de radiothérapie sophistiqué pour le traitement d'un grand nombre de cancers. Le système de traitement Hi-Art® combine l'imagerie CT intégrée à la radiothérapie afin d'administrer des traitements par radiation de manière rapide et précise tout en réduisant l'exposition aux rayons des tissus sains environnants. TomoTherapy a finalisé son introduction en bourse en mai 2007 et ses actions sont cotées sur le NASDAQ Global Market sous le symbole TTPY.

Site : <http://www.tomotherapy.com>

Contact

IBA

Paul-Emmanuel Goethals
Director, Corporate Business Development
& Investor Relations

Tel.: +32 10 47 58 16

paul-emmanuel.goethals@iba-group.com

