

Embargo jusqu'au 17 avril 2007 - 17h40 (heure de Bruxelles)

IBt et IBA concluent un accord de distribution pour le produit Visicoil™
IBt continue d'élargir sa gamme de produits en radiothérapie

Seneffe et Louvain-La-Neuve, Belgique, le 17 avril 2007

IBt International Brachytherapy s.a. (symbole: 'IBTB' sur Euronext) annonce la signature d'un accord de distribution avec IBA (Ion Beam Applications s.a.).

L'accord passé entre les deux sociétés accorde à IBt l'exclusivité de distribution du produit Visicoil™ pour le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg les Pays-Bas et la France. L'accord prévoit également la distribution non exclusive en Autriche. Dans le futur, d'autres pays pourraient être inclus dans le contrat.

Visicoil™ est un marqueur en or utilisé en "radiothérapie guidée par imagerie" (IGRT). Ce marqueur, utilisé en radiothérapie externe, se place dans les tissus de l'organe à traiter et permet, grâce à sa visibilité, une identification et un repérage précis de la zone cible à traiter et donc un meilleur ciblage de la dose. Grâce au marqueur Visicoil™, une dose radiothérapeutique plus importante peut être administrée aux tissus atteints du cancer tout en préservant les tissus sains avoisinants.

Les premières études publiées dans le domaine semblent indiquer que cette technique est amenée à devenir le standard de référence pour les traitements par radiothérapie externe, particulièrement en ce qui concerne les organes qui ont tendance à bouger durant le traitement tels que la prostate, le poumon, le pancréas, etc.

La distribution du marqueur Visicoil™ est une nouvelle étape dans la stratégie d'IBt d'élargir sa gamme de produits utilisés pour le traitement du cancer par diverses techniques de radiothérapie.

IBt, International Brachytherapy s.a., société belge cotée sur Euronext a comme mission la conception, la production et la commercialisation à l'échelle mondiale d'une gamme complète d'implants radiothérapeutiques utilisés en brachythérapie. La brachythérapie est une technique médicale qui consiste à placer, au cœur des tissus atteints du cancer, des implants contenant un radio-isotope. Le rayonnement précis et localisé des implants provoque la destruction des cellules cancéreuses. A l'heure actuelle, l'application principale de la brachythérapie est le traitement du cancer localisé de la prostate.

IBA (Ion Beam Applications S.A. (Reuters IOBA.BR et Bloomberg IBAB.BB)) est à la pointe de la technologie dans le domaine du diagnostic et de la thérapie du cancer. IBA offre également des solutions novatrices qui garantissent le bien-être, la santé et la sécurité de bon nombre de nos actions quotidiennes. L'entreprise est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT et est intégrée dans le segment de marché NextEconomy.

Site Web: www.iba-worldwide.com

Contacts IBt:

Serge Lamisse, François Blondel
Laurence Goemaere
Tel: +32 64 520 811
Internet: www.ibt.be

Administrateurs délégués
Marketing Communication

Contact IBA:

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