

Embargo until 5:40 p.m. (Belgian time) – April 17, 2007

IBt en IBA sluiten distributieovereenkomst
IBt breidt productaanbod in stralingsoncologie verder uit

Seneffe en Louvain-la-Neuve, België, 17 april 2007.

International Brachytherapy n.v. ("IBTB" op Euronext Brussel) kondigde vandaag aan dat het een distributieovereenkomst heeft gesloten met IBA (Ion Beam Applications).

De distributieovereenkomst verleent IBt de exclusieve distributierechten voor Visicoil™ in Groot-Brittannië, Ierland, België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk en een niet exclusief distributierecht voor Oostenrijk. In een later stadium kunnen andere landen worden toegevoegd aan de overeenkomst.

Visicoil™ is een gold marker die wordt gebruikt in de Image Guided Radiation Therapy (IGRT). Visicoil™ kan worden ingeplant in kankerweefsel en zorgt zo voor een nauwkeurige doelafbakening en een precieze positionering van de patiënt tijdens een externe stralingsbehandeling. Dankzij Visicoil™ kunnen hogere doses worden gericht op de tumor, zonder de dosis die het omringende gezonde weefsel treft te verhogen.

Dankzij de bewezen wetenschappelijke resultaten wint IGRT snel aan belang in de stralingsoncologie. Verwacht wordt dat het de goudstandaard zal worden voor externe stralingsbehandeling, vooral voor organen die tijdens de behandeling positieveranderingen kunnen ondergaan zoals prostaat, long, pancreas, enz.

De distributie van Visicoil™ is een volgende stap in de strategie van IBt om het productaanbod naar de gemeenschap van de stralingsoncologie verder uit te breiden.

IBt, International Brachytherapy n.v. is als Belgische onderneming genoteerd op Euronext. Het ontwerpt, vervaardigt en commercialiseert wereldwijd een uitgebreid aanbod van implantaten voor stralingstherapie die worden gebruikt in de brachytherapie. Brachytherapie is een medische technologie die erin bestaat om in het kankerweefsel een implantaat aan te brengen dat radio-isotopen bevat. De nauwkeurig gedoseerde straling van de implantaten vernietigt de kankercellen. De voornaamste toepassing van brachytherapie is vandaag de behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker.

IBA (Ion Beam Applications n.v.: Reuters IOBAt.BR en Bloomberg IBAB.BB) levert oplossingen met een ongeëvenaarde precisie op het vlak van kankerdiagnose en kankertherapie. De firma levert ook sterilisatie- en ionisatieoplossingen die de hygiëne en veiligheid in het dagelijks leven verbeteren. IBA is genoteerd op de Europese EURONEXT beurs en opgenomen in het NextEconomy marktsegment. Het maakt deel uit van de BelMid index.

Website: <http://www.iba-worldwide.com>.

Contactpersonen IBt:

Serge Lamisse, François Blondel	Managing Directors
Laurence Goemaere	Marketing Communication
Tel.: +32-64- 520 811	
Internet: www.ibt.be	

Contactpersoon IBA:

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