



IBA GEEFT HET EERSTE COMMERCIËLE GEÏNTEGREERDE PROTONTHERAPIESYSTEEM OP CYCLOTRON-BASIS MET PENCIL BEAM SCANNING VRIJ

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 28 augustus 2008

Louvain-la-Neuve, België, 28 augustus 2008 – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IBAB.BR en Bloomberg IBAB.BB) heeft vandaag bekend gemaakt dat de ontwikkeling van haar Pencil Beam Scanning (PBS) klaar is. Dit nieuwe element is het resultaat van een intensieve en lange ontwikkeling en bevestigt IBA's leiderspositie op het gebied van protontherapiesystemen.

IBA is de eerste onderneming met een protontherapiesysteem op cyclotronbasis die een dossier voorlegt aan de FDA voor Pencil Beam Scanning en verwacht dat de FDA het systeem na onderzoek zal vrijgeven, zodat de marketing van het systeem in de Verenigde Staten van start kan gaan. Parallel zal, indien nodig, de goedkeuring in andere landen aangevraagd worden.

“Op deze functie heeft de medische gemeenschap voor protontherapie lang gewacht”, zei Pierre Mottet, IBA's Chief Executive Officer. “De PBS-technologie van IBA zal het mogelijk maken om kankerpatiënten door middel van de protontherapie preciezer en efficiënter dan ooit tevoren te behandelen (een betere conformiteit van de dosis voor het behandelingsvolume). Onze capaciteit om dit als eerste tot stand te brengen, lang voor de concurrentie, is een nieuwe demonstratie van IBA's ongeëvenaard engagement op het gebied van de protontherapie en van onze efficiëntie om de techniek beter en sneller te doen evolueren helpen dan gelijk wie. Terwijl onze concurrentie investeert in ongegronde marketingclaims, investeren wij erin om de technologie te benutten in het voordeel van de patiënten. Deze eerste release van onze Pencil Beam Scanning-technologie zal de weg effenen naar nog verder geavanceerde systeemcapaciteiten in toekomstige versies van de technologie die momenteel ontwikkeld wordt. We zijn onze partners in de leidende klinische instellingen, vooral het MGH, FPTI en KNCC, dankbaar voor hun bijdrage tot deze ontwikkeling. Bij IBA werken we nauw samen met onze protontherapieklanten, zodat we begrijpen met welke uitdagingen zij te maken krijgen en een goed inzicht hebben in hun behoefte aan de meest gevorderde behandelingsmethode op het gebied van de protontherapie”, vervolgde de heer Mottet.

Zodra de Pencil Beam Scanning door de FDA goedgekeurd is, zal dit een van de vier behandelingsmodi zijn die opgenomen worden in de Universal Nozzle van IBA. Met de Universal Nozzle van IBA heeft een departement voor protontherapie de flexibiliteit om de gewenste bestralingsmethode snel en automatisch te kiezen, zonder manuele interventie. Een dergelijke flexibiliteit in de behandelingsmodi biedt een ideale oplossing voor de instellingen die hun capaciteiten willen maximaliseren, met een toenemende doorvoer van patiënten. De Universal Nozzle van IBA is ontworpen om de straal op vier manieren toe te dienen: de eenvoudige verspreiding, de dubbele verspreiding, de uniforme scanning en weldra de Pencil Beam Scanning (potloodstraal-scanning). Momenteel is IBA de enige onderneming die een alles-in-een geïntegreerd systeem biedt.

IBA levert daarmee eens te meer het bewijs de wereldleider te zijn op het gebied van de protontherapie: met 13 verkochte protontherapiecentra, waarvan 6 dagelijks patiënten behandelen,



Persbericht |

haar capaciteit om meerdere grote inrichtingen gelijk waar ter wereld te bouwen en de meest geavanceerde technologieën.

OVER IBA

IBA levert efficiënte en betrouwbare oplossingen met een ongeëvenaarde precisie op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van kanker. De onderneming biedt ook sterilisatie- en ionisatieoplossingen om de hygiëne en de veiligheid in het alledaagse leven te verbeteren. IBA staat op de pan-Europese beurs EURONEXT genoteerd en is opgenomen in De BelMid-index Website: <http://www.iba-worldwide.com>

Contact

IBA

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