



Persbericht |

IBA GESELECTEERD DOOR PROCURE VOOR EEN 2^{DE}. PROTON THERAPIE CENTER IN DE USA

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd), 30 augustus 2007

Louvain-la-Neuve, België, 30 augustus 2007 – IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IOBAAt.BR and Bloomberg IBAB.BB) heeft vandaag bekendgemaakt dat ze een bindende “letter of intent” heeft ondertekend met ProCure Treatment Centers, Inc. voor de levering van een protontherapiesysteem geraamd op een waarde van nagenoeg 50 miljoen US\$ voor een aanstaand project. ProCure ontwikkelt een netwerk van protontherapiecentra voor de behandeling van kanker in de VS. Het eindcontract zal vermoedelijk in het vierde kwartaal van 2007 ondertekend worden en is nog afhankelijk van een definitieve financiering en van de eventueel noodzakelijke goedkeuringen van de regelgevende autoriteiten op de plaats waar het centrum uiteindelijk gebouwd zal worden.

In april 2007 is ProCure Treatment Centers begonnen met de bouw van zijn eerste Protontherapiecentrum voor de behandeling van kanker in Oklahoma City, Oklahoma, USA. De apparatuur van het Oklahoma ProCure Treatment Center zal door IBA geleverd worden.

"We zijn erg opgetogen over onze voortgezette relatie met ProCure," zei Pierre Mottet, IBA's Chief Executive Officer. "De protontherapie vindt alsmaar meer ingang als de volgende grote doorbraak in de behandeling van kanker met stralen. ProCure heeft een uniek concept om deze nieuwe technologie beschikbaar te stellen voor ziekenhuizen en stralingsoncologen op basis van een volledig geïntegreerde aanpak. Dit concept zal een sleutelrol spelen in de toegang tot de protontherapie voor veel ziekenhuizen, artsen en patiënten."

OVER IBA

IBA werkt ontwikkelingen met een hoge precisie uit voor **de diagnose en de behandeling van kanker**. Het bedrijf biedt bovendien oplossingen in sterilisatie en ionisatie, met het oog op een optimale hygiëne en veiligheid in het dagelijkse leven. IBA is genoteerd op de pan-Europese beurs the Euronext, is opgenomen in het NextEconomy segment en maakt deel uit van de BelMid index.

Website: www.iba-worldwide.com

OVER PROCURE TREATMENT CENTERS, INC.

ProCure Treatment Centers, Inc., is gevestigd in Bloomington, Indiana en werd opgericht in 2005 door Dr. Cameron, die een kernrol speelde in de opzet van één van de eerste protontherapiebehandelingscentra in het land, het Midwest Proton Radiotherapy Institute in Bloomington. ProCure verleent beheerssteun en een model voor het volledige design, de bouw, de werking en het onderhoud van protontherapiecentra van wereldklasse. Via samenwerkingen met vooraanstaande stralingsoncologen en ziekenhuizen, reduceert ProCure's handelsmodel de tijd, de inspanningen en de kosten die gepaard gaan met de inrichting van een faciliteit, zodat de artsen meer tijd hebben om zich op de verzorging van de patiënten te concentreren. ProCure plant om het aantal centra in het land uit te breiden om de protontherapie betaalbaar en toegankelijk te maken voor patiënten die voordeel zouden hebben bij de behandeling. Breng voor meer informatie een bezoek aan www.ProCureCenters.com



Persbericht |

Contact

IBA

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