



## Persbericht |

### **PROcURE TREATMENT CENTERS, INC. RONDT FINANCIERING AF VOOR DE BOUW VAN HAAR IBA PROTONTHERAPIECENTRUM IN OKLAHOMA CITY**

**Louvain-la-Neuve, België, 25 april 2007** – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IOBA.t.BR en Bloomberg IBAB.BB) meldde vandaag dat de financiering van het protontherapiecentrum dat in Oklahoma City wordt gebouwd, nu helemaal rond is. Het gaat om een bedrag van 95 miljoen dollar. In het centrum dat ProCure Treatment Centers er gaat bouwen, op ongeveer 5000 vierkante meter, wordt een geavanceerd protontherapiesysteem van IBA met een geraamde waarde van ongeveer 50 miljoen dollar geïnstalleerd.

De mezzaninefinanciering en de financiering van de bevoorrechte schulden werden mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen IBA en ProCure en twee financiële instellingen van wereldklasse: Fortis en KBC (België). De financiële impact van de installatie in Oklahoma City op de prestatie van IBA over 2007 zal echter gering zijn en zou vooral in de boekjaren 2008 en 2009 te zien moeten zijn.

De Oklahoma ProCure Treatment Center zal het eerste privé-centrum voor kankerbestrijding met protontherapie in de Verenigde Staten zijn. Het zal vier behandelingskamers omvatten, waarvan twee met een gebogen stralingsbundel, één met een vaste horizontale bundel en één met een 360° roterende arm. Volgens de planning zou de eerste kankerpatiënt in 2009 een behandeling krijgen in het protontherapiecentrum van ProCure.

“In de hele wereld is geen enkele andere kankerbehandeling door straling te vinden die zo nauwkeurig en zo doeltreffend is als protontherapie,” zei Hadley Ford, chief executive officer van ProCure, dat in Bloomington, Ind. gevestigd is. “Door de financiering van ons centrum in OKC zullen we de inwoners van Oklahoma City een kankerbehandeling van topklasse kunnen bieden en gebruik maken van therapeutische uitrusting van IBA van wereldniveau. IBA installeerde meer dan de helft van de protontherapiesystemen in de wereld en was dus de enige partner die in aanmerking kwam voor een dergelijke operatie van formaat.” Het centrum wordt gebouwd voor een groep van zeven artsen van Radiation Medicine Associates (RMA) en Radiation Oncology Associates (ROA), twee praktijken die toonaangevend zijn in de behandeling van kanker met straling en die een partnership sloten met ProCure Treatment Centers, Inc.

“Het doet IBA erg veel genoegen om de mensen van Oklahoma de onvoorstelbare voordelen van protontherapie in de strijd tegen kanker te kunnen aanbieden,” stelde Pierre Mottet, IBA's chief executive officer. “De vestiging van ProCure zal behoren tot een selecte groep van instellingen die een voortrekkersrol spelen in de behandeling van kanker. Protontherapie wordt nu snel een zeer



## Persbericht |

gevraagde klinische behandelwijze, maar de bouw van een centrum is een hele uitdaging en de bedragen zijn ongewoon hoog in de radiotherapie-industrie, zelfs voor kleine centra met één behandelingskamer. Met een marktaandeel van meer dan 50 % en verschillende systemen die dagelijks patiënten in de hele wereld behandelen, - terwijl onze concurrenten nog altijd moeite hebben om hun prototype te doen werken -, is IBA duidelijk de beste keuze en de enige leverancier van systemen op basis van cyclotrons in de wereld die al heeft bewezen wat hij waard is. We zijn erg blij dat we de kans krijgen om protontherapie ter beschikking te stellen van de mensen van Oklahoma en deel kunnen uitmaken van de eerste private protontherapiepraktijk in de VS.”

IBA is de onbetwiste wereldmarktleider in protontherapie, met een marktaandeel van meer dan 50%. Twaalf instellingen in de VS, Azië en Europa kozen al voor een protontherapiesysteem van IBA. Het gamma producten voor deeltjestherapie van IBA gaat van compacte systemen met één behandelingskamer tot top-of-the-line koolstofconfiguraties. IBA is het enige bedrijf dat officiële goedkeuringen kreeg, ook van de FDA, om deeltjestherapiesystemen op basis van cyclotrons op de markt te brengen.

### OVER IBA

IBA ontwikkelt oplossingen met een unieke precisie, voor de **diagnose en de behandeling van kanker**. Het bedrijf biedt daarnaast ook oplossingen aan voor sterilisatie en ionisatie met het oog op dagelijkse optimale hygiëne en veiligheid. IBA is genoteerd op de pan-Europese beurs EURONEXT, behoort tot het NextEconomy marktsegment en maakt deel uit van de BelMid-index.

Website: [www.iba-worldwide.com](http://www.iba-worldwide.com)

### Contactpersoon

#### **IBA**

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