



## Persbericht |

### **OPTIVUS PROTON THERAPY, INC. EN LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER TREKKEN ALLE OVERBLIJVENDE VORDERINGEN TEGEN IBA IN**

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 20 augustus 2007

**Louvain-la-Neuve, België, 20 augustus 2007** – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IOBAAt.BR en Bloomberg IBAB.BB) meldde vandaag dat Optivus Proton Therapy, Inc., vroeger bekend als Optivus Technology, Inc. (“Optivus”) en het Loma Linda University Medical Center (“LLUMC”) akkoord gingen om met afstand van rechtsvordering af te zien van alle overblijvende vorderingen die tegen IBA waren ingesteld in het kader van de rechtszaak die sinds vijf jaar tussen de partijen liep bij het United States District Court van het Centraal District van Californië.

Optivus startte de rechtszaak in augustus 2002 op basis van de bewering dat het therapiesysteem met protonstralen van IBA een inbreuk was op vijf octrooien die LLUMC aan Optivus in licentie gaf, en dat IBA de federale en staatswetgeving over oneerlijke mededinging schond en doelbewust prospectieve handelsactiviteiten van Optivus hinderde. Wat Optivus wilde bekomen, was een gerechtelijk bevel tegen IBA, evenals aanzienlijke schadevergoeding en smartengeld die op meer dan 150.000.000 USD werden geraamd voor de eisen in verband met de octrooien en op meer dan 300.000.000 USD voor de eisen van onrechtmatigheid buiten de octrooien. In 2002 sloot LLUMC zich in het geding aan als mede-eiser.

In 2005 willigde de Amerikaanse districtsrechter rechter S. James Otero de verzoeken van IBA voor een eerste vonnis in. Rechter Otero verklaarde de twee ruimste betwiste octrooien van LLUMC nietig en seponeerde alle klachten van Optivus die niet met octrooien te maken hadden. In november 2006 bevestigde het Amerikaanse Hof van Beroep de nietigheid van de octrooien van LLUMC en bevestigde tevens de seponering van de eisen die niet met de octrooien te maken hadden, met uitzondering van enkele beperkte kwesties van oneerlijke mededinging die enkel verband hielden met het aankoopproces dat leidde tot de selectie van IBA voor de bouw van het centrum voor behandeling met protonstraling in Jacksonville, Florida. Naar aanleiding van de doorverwijzing van het federale Hof van Beroep legde rechter Otero een procesdatum vast op 21 augustus 2007. Aanvullend op de overblijvende beperkte aanklachten van oneerlijke concurrentie kreeg Optivus de toestemming, op grond van een akkoord tussen de partijen uit 2004, om de eisen in verband met inbreuken op de drie laatste octrooien her in te dienen.

In juni 2007, zette IBA stappen om de overblijvende octrooivorderingen ongegrond te doen verklaren wegens gebrek aan hoedaniheid van Optivus om de vordering in te dienen. Tevens diende IBA het verzoek in tot seponering van de overblijvende klacht van oneerlijke concurrentie. Deze verzoeken liepen nog toen de partijen overeenkwamen om alle overblijvende kwesties in de rechtszaak in der mine te regelen. Tegen betaling door IBA aan Optivus van 1.250.000 USD (+/- EUR 900.000), trokken Optivus en LLUMC alle overblijvende eisen met afstand van rechtsvordering in, wat IBA voor altijd



## Persbericht |

vrijstelt van enige aansprakelijkheid uit hoofde van de genoemde eisen, en verbonden er zicht toe om IBA in de toekomst niet te vervolgen of te bedreigen met vervolging in verband met deze eisen.

Over de regeling zei Pierre Mottet, IBA's CEO: "Dit geschil met Optivus en LLUMC bewees nog maar eens dat het Amerikaanse rechtssysteem misbruik mogelijk maakt, vooral inzake octrooikwesties, door partijen die geen enkele andere concurrentie kunnen bieden. De eisers hebben nog geen enkele bewering kunnen staven, integendeel zelfs gezien alle vonnissen die tot nu toe uitgesproken werden in ons voordeel waren en dat twee van de betwiste octrooien in het hele proces nietig verklaard werden. Het klopt dat het geschil ons miljoenen dollars heeft gekost, met geen enkele mogelijkheid tot beroep tegen de eisers. Deze uiteindelijke betaling waar we mee instemden, ligt onder onze begroting voor de afwikkeling van het komende proces voor de jury en welk, weliswaar, vervolg zou zijn geweest door een hoger beroep. We zijn overtuigd dat een proces IBA van alle blaam zou gezuiverd hebben, maar deze beslissing is door de rede ingegeven en zal ons in staat stellen om eindelijk een punt te zetten achter dit geschil en erg kostbare middelen die de voorbije vijf jaren vastzaten in dit geschil, weer vrij te maken. We kunnen ons nu weer volop toeleggen op het promoten van onze hoogstaande deeltjestherapie-oplossingen ten voordele van de kankerpatiënten in de Verenigde staten en elders."

IBA hield tijdens de hele rechtszaak staande en blijft staande houden dat ze nooit inbreuk pleegde op enig betwist octrooi en nooit oneerlijk met Optivus heeft geconcurrereerd in verband met de kwestie van het contract met de universiteit van Florida.

IBA was vertegenwoordigd door een team van advocaten, onder leiding van Mark P. Wine, van het kantoor van McDermott Will & Emery LLP in Los Angeles.

Als wereldleider in deeltjestherapie (PT) beleverde IBA meer dan de helft van alle klinische centra die wereldwijd deeltjestherapie toepassen. IBA is het enige bedrijf dat een volledige waaier van oplossingen voor deeltjestherapie aanbiedt, van compacte koolstofsysteem met één behandelkamer voor een lagere kostprijs, tot systemen met meerdere kamers. IBA is ook het enige bedrijf dat de goedkeuring van de FDA en de CE-markering kreeg voor zijn protontherapiesystemen.



## Persbericht |

### OVER IBA

IBA ontwikkelt oplossingen met een buitengewone precisie voor de **diagnose en de behandeling van kanker**. Het bedrijf biedt daarnaast ook oplossingen in ionisatie en sterilisatie, voor een optimale dagelijkse hygiëne en veiligheid. IBA is genoteerd op de pan-Europese beurs Euronext, is opgenomen in het NextEconomy marktsegment en maakt deel uit van de BelMid-index. Website: <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)