



尊敬的\_\_\_\_\_教授:

室性心律失常十分常见，其表现形式及临床预后差异很大，可以是心脏最早或唯一的表现，也可以是基础心脏病的伴随表现；有些患者预后良好，而另一些可导致心脏性猝死。室性心律失常的机制复杂，其治疗也极具挑战性。自2008年召开第一届全国室性心律失常专题会议以来，至今已经举办了八届会议，获得了较好的效果，得到了同行们的认可与好评，该“专题会议”现已成为与会代表和国内外专家进行学术交流的良好平台。由中华医学会心电生理和起搏分会和中国医师协会心律学专业委员会与南京医科大学第一附属医院共同主办、亚太心律学会（APHRS）协办的第九届全国室性心律失常专题会议（The 9th VAS-CHINA）将于2017年2月17-19日在南京举行，届时将邀请国内外众多知名专家就当前室性心律失常的热点及前沿问题作专题报告和学术交流。

鉴于您在本领域的高深学识与学术威望，大会组委会诚挚地邀请您在大会中承担任务，感谢您的支持和帮助，期待与您在南京相会！

会议时间：2017年2月17日-19日

组委会办公室电话：025-68136413

大会联系人：顾卫娟 15895869277、彭澎 13770332969、李小荣 15951893122

E-mail: [guweijuan@163.com](mailto:guweijuan@163.com)

